

Manuale d'uso Milli-Q® IQ Element



Indice

INTRODUZIONE	1
Identificazione del sistema	1
Uso previsto	1
Componenti del sistema Milli-Q® IQ Element	2
Schema idraulico	3
ISTRUZIONI RAPIDE PER L'AVVIO	5
Navigazione dell'interfaccia utente	5
Erogazione dell'acqua ultrapura	6
Rapporto sull'erogazione	8
MANUTENZIONE E IMPOSTAZIONI	9
Impostazioni del sistema Milli-Q® IQ Element	9
Depressurizzazione della distribuzione	9
Procedura operativa standard per la sostituzione dei consumabili	10
Spurgo dell'aria dalla cartuccia IPAK Quanta ICP®	16
Icône	17
REQUISITI E SPECIFICHE	18
Specifiche del sistema	18
Dimensioni e peso	19
Informazioni per l'ordine	20
INFORMAZIONI LEGALI E GARANZIA	21

INTRODUZIONE

Congratulazioni!

Grazie per aver acquistato un'unità Milli-Q® IQ Element.

L'installazione di questo prodotto deve essere condotta da parte di un tecnico qualificato che disponga della relativa documentazione tecnica.

Questo manuale d'uso costituisce una guida da impiegare durante il funzionamento in condizioni normali e la manutenzione di un'unità Milli-Q® IQ Element. Si consiglia di leggere attentamente tutto il documento avendo cura di comprenderne il contenuto, prima di procedere con l'utilizzo del sistema.

Identificazione del sistema

Sistema	Numero di catalogo	Voltaggio	Frequenza
Unità Milli-Q® IQ Element	ZIQELEMTO	-	-

L'unità viene alimentata dalla corrente elettrica e dall'acqua provenienti da un sistema Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 o Milli-Q® IQ 7000 che funzionano nell'intervallo di tensione e frequenza rispettivamente di 100-240 V e 50-60Hz.

Sito produttivo:

Millipore SAS, 67120 Molsheim, Francia

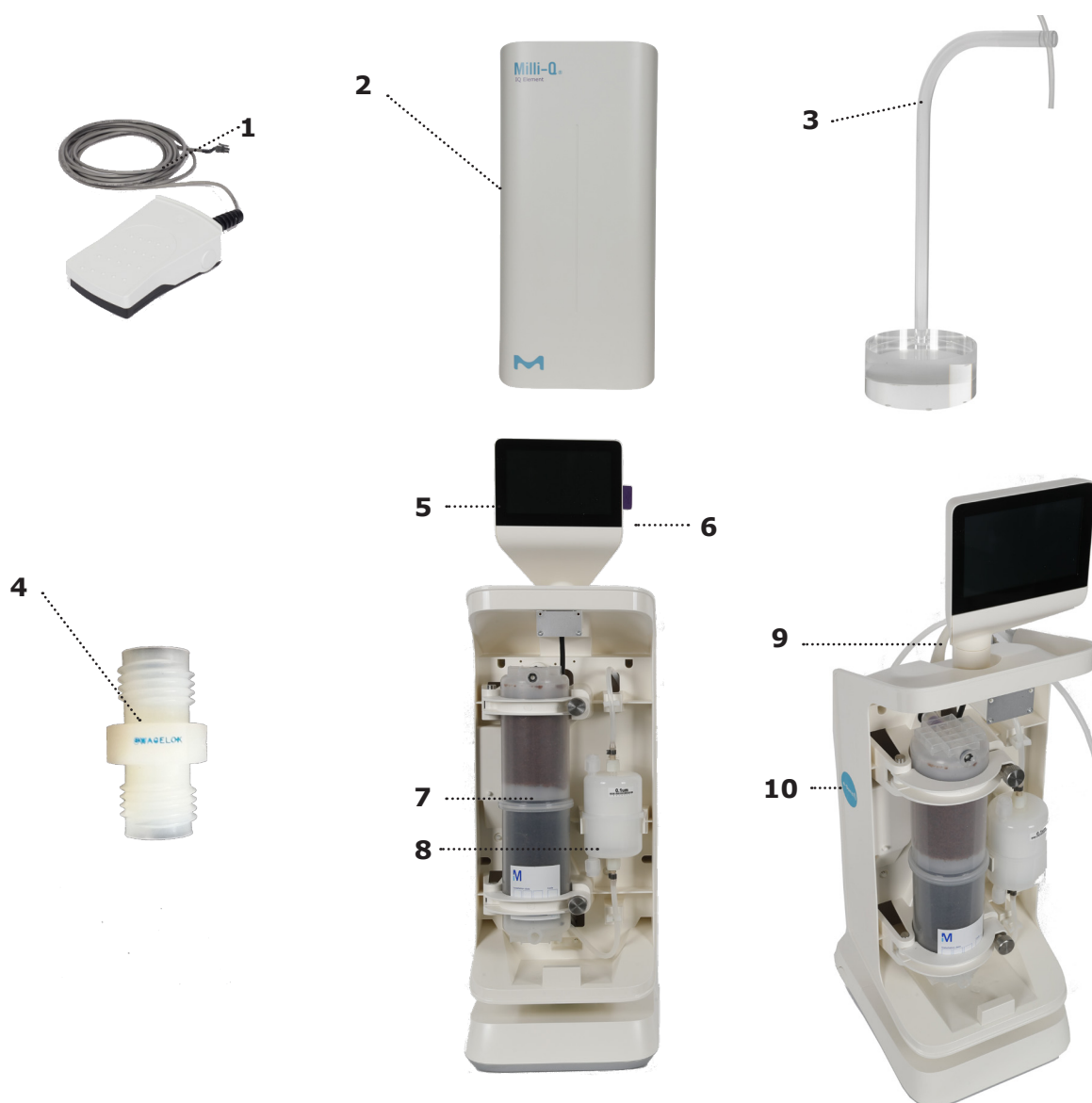
Per maggiori informazioni sul Suo sistema Milli-Q®, La preghiamo di contattare il rappresentante di zona o di visitare il nostro sito web www.sigmaaldrich.com (Nord America) o www.merckmillipore.com (Resto del mondo).

Uso previsto

Non garantiamo il prodotto per una qualsiasi applicazione specifica. Spetta all'utilizzatore finale determinare se la qualità dell'acqua erogata dal prodotto corrisponde alle proprie aspettative, è conforme alle norme o ai requisiti legali, nonché assumersi le responsabilità che conseguono dall'uso dell'acqua.

Questo prodotto non è destinato alla produzione di: acqua per iniettabili, acqua per emodialisi, acqua sterile per irrigazione o iniezione, acqua batteriostatica per iniettabili, acqua depurata sterile ripartita in contenitori e acqua sterile per iniettabili in contenitori o per ingestione. Non è destinato all'uso in ambienti a rischio di esplosione secondo la direttiva ATEX – Apparecchiature e sistemi di protezione destinati all'impiego in aree con atmosfere potenzialmente esplosive. Inoltre, questo sistema non è considerato un dispositivo medico, ivi compresi i dispositivi medici "in vitro".

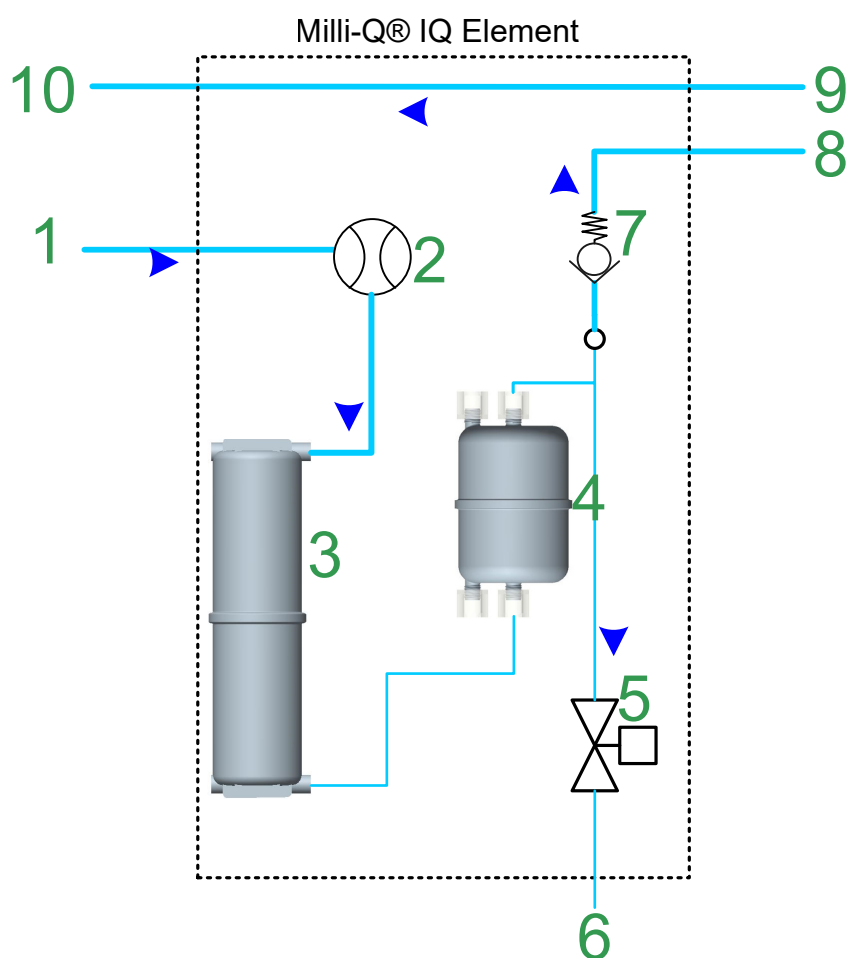
Componenti dell'unità Milli-Q® IQ Element



1	Interruttore a pedale	6	Porta USB
2	Pannello frontale dell'unità Milli-Q® IQ Element	7	IPAK Quanta ICP®
3	Supporto del tubo d'erogazione	8	Filtro finale Optimizer LW™
4	By-pass del filtro Optimizer	9	Tubo dell'acqua prodotta dall'unità Milli-Q® IQ Element
5	Display dell'unità Milli-Q® IQ Element	10	Lettore di etichette e-Sure

Schema idraulico

Schema idraulico dell'unità Milli-Q® IQ Element:



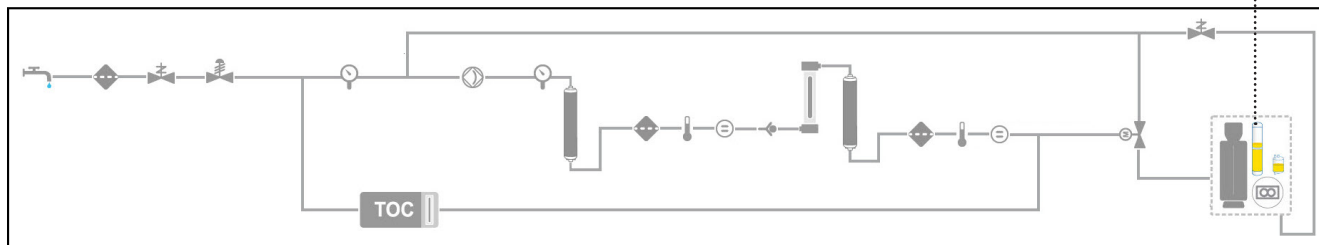
1	Connessione tra il sistema Milli-Q® IQ 7000 o Milli-Q® 7003/7005/7010/7015 e l'unità Milli-Q® IQ Element	6	Tubo dell'acqua prodotta dall'unità Milli-Q® IQ Element
2	Flussimetro	7	Valvola di ritegno
3	IPAK Quanta ICP®	8	Connessione tra l'unità Milli-Q® IQ Element e un eventuale Q-POD®
4	Filtro finale Optimizer LW™	9	Connessione di ritorno da un eventuale Q-POD® all'unità Milli-Q® IQ Element
5	Elettrovalvola a 2 vie	10	Connessione di ritorno dall'unità Milli-Q® IQ Element al sistema Milli-Q® IQ 7000 o Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015

Nota: se non c'è nessun Q-POD® installato, 8 è direttamente connessa a 10 e 9 non esiste.

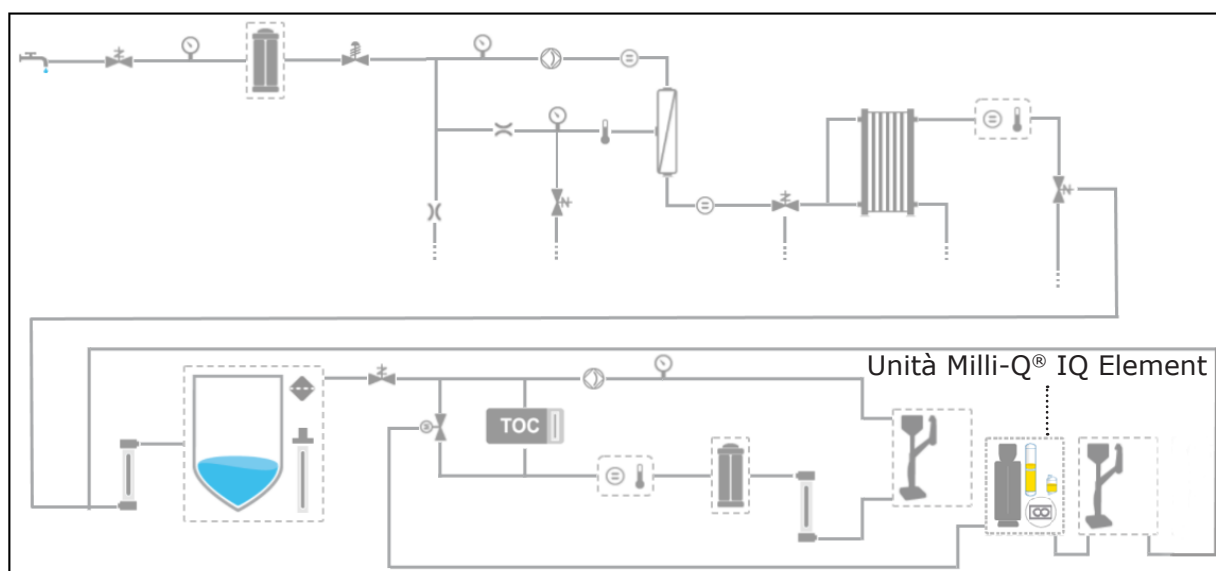
Posizionamento dell'unità Milli-Q® IQ Element nello schema idraulico

Unità Milli-Q® IQ Element connessa ad un sistema Milli-Q® IQ 7000:

Unità Milli-Q® IQ Element



Unità Milli-Q® IQ Element connessa ad un sistema Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015:



L'unità Milli-Q® IQ Element si trova nella parte dello schema idraulico destinata alla distribuzione.

Indipendentemente dal tipo di sistema connesso all'unità Milli-Q® IQ Element, a valle di tale unità è possibile collegare un solo Q-POD® per la produzione di acqua ultrapura. L'unità Milli-Q® IQ Element deve sempre essere installata al posto del primo POD sulla linea dell'acqua ultrapura.

ISTRUZIONI RAPIDE PER L'AVVIO

Navigazione dell'interfaccia utente

SCHERMATA INIZIALE "HOME"



Schermata iniziale "Home"

- Informazioni sulla qualità dell'acqua
- Funzioni d'erogazione
- Allerte e allarmi (se presenti)
- Rapporto sull'erogazione (se applicabile)

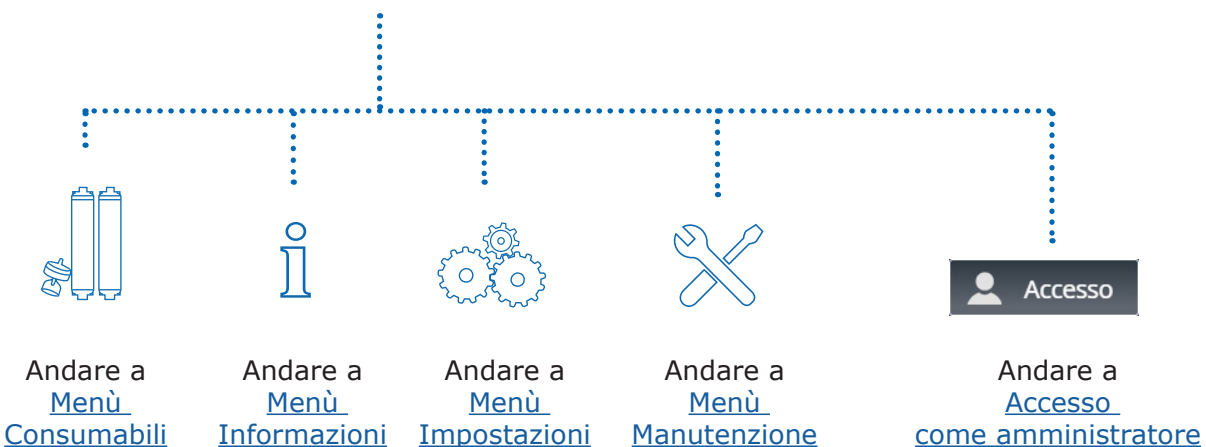


MENÙ PRINCIPALI



Menù

- Consumabili
- Informazioni
- Impostazioni
- Manutenzione
- Accesso



Erogazione dell'acqua ultrapura

Prima dell'erogazione

È buona norma far ricircolare sempre l'acqua prima di un'erogazione.

A tal fine, premere l'icona  "Ricircolo"; in questo modo si aggiornano anche i parametri di qualità dell'acqua:

- resistività dell'acqua prodotta
- TOC
- temperatura

Se il sistema è alimentato da un serbatoio di stoccaggio, prima dell'erogazione verificare sempre che ci sia acqua a sufficienza. Questo dato è sempre visualizzato nella schermata principale.

Erogazione dell'acqua ultrapura al flusso desiderato

Consente di erogare manualmente l'acqua con il flusso desiderato.

1. Per erogare l'acqua ultrapura, utilizzare l'interruttore a pedale collegato alla base dell'unità Milli-Q® IQ Element, come mostrato nella figura sottostante.
2. Per erogare alla massima portata, premere il pedale e rilasciarlo velocemente.
3. Per avviare la dispensazione goccia a goccia, premere il pedale e mantenere la pressione; continuare a premere per aumentare il flusso fino a raggiungere la portata massima. Rilasciare una volta raggiunto il flusso desiderato.
4. Per interrompere l'erogazione, premere di nuovo il pedale.





Erogazione volumetrica dell'acqua ultrapura

Consente l'erogazione automatica di un volume preimpostato (da 20 mL a 100 L). Per avviare l'erogazione volumetrica è sufficiente premere l'icona  nella schermata "Home".

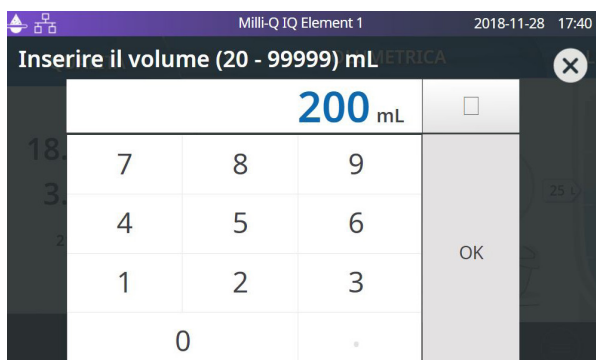
1- Premere sul riquadro del volume predefinito, per impostare il volume da erogare. Se il volume predefinito è quello desiderato, per avviare l'erogazione premere il tasto di avvio sullo schermo o il pedale.



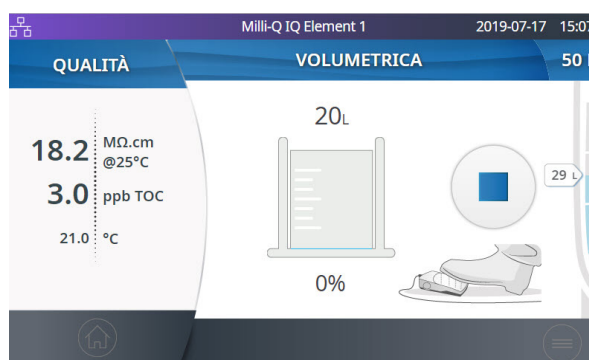
2- Scegliere l'unità di misura.



3- Scegliere il volume da erogare e premere "OK" per confermare.



4- Se si desidera interrompere l'erogazione, premere il tasto d'arresto sullo schermo o l'interruttore a pedale.



Il sistema si arresterà automaticamente una volta raggiunto il volume impostato.

Nota: il sistema tiene in memoria l'ultimo volume erogato. Per ripetere un'erogazione volumetrica, cliccare sull'icona di avvio o premere il pedale.

Rapporto di erogazione

Al termine di ogni operazione di dispensazione viene automaticamente prodotto un rapporto sull'erogazione. Si considera "evento di erogazione" l'insieme di tutte le erogazioni separate l'una dall'altra da un intervallo di tempo inferiore a 10 secondi. Esso può essere interrotto in qualunque momento, premendo l'icona "Rapporto di erogazione" che viene visualizzata sulla schermata "Home" non appena si avvia un'erogazione.

1. Consultazione dei dati contenuti nel rapporto

Cliccare sull'icona "Rapporto di erogazione":

Rapporto
d'erogazione

2. Personalizzazione (assegnazione di un nome o di un numero all'esperimento)

Milli-Q IQ Element 1 2018-11-30 14:51

RAPPORTO DI EROGAZIONE ACQUA ULTRAPURA

2018-11-30 14:51
Volume: 200 mL
Milli-Q IQ Element 1

Inserire ID utente

Esportare OK

Qualità
18.2 MΩ.cm @25°C
3.0 ppb TOC
21.0 °C
N/A

Digitare le informazioni desiderate nel campo "ID dell'operatore" (massimo 15 caratteri)

3. Esportazione

- Leggere il codice QR con un dispositivo mobile per esportare istantaneamente il rapporto.
- Cliccare sul pulsante "Esportazione" per salvare il rapporto in una chiavetta USB.

4. Archiviazione automatica

L'icona "Rapporto di erogazione" della schermata "Home" scompare automaticamente dopo 5 minuti d'inattività. Ogni rapporto sull'erogazione, consultato o no, viene archiviato automaticamente e può essere recuperato in qualunque momento nella cronologia dei rapporti disponibile nel menù Informazioni.

Manutenzione e impostazioni

Impostazioni dell'unità Milli-Q® IQ Element

Questo menù consente di configurare tutti i parametri specifici dell'unità Milli-Q® IQ Element e dei diversi POD. I parametri vengono impostati esclusivamente nell'unità Milli-Q® IQ Element/POD in cui vengono digitati i valori.

Per duplicare i parametri dell'unità Milli-Q® IQ Element/di un POD, è necessario ripetere queste operazioni su tutte le altre unità.

Nome dell'unità Milli-Q® IQ Element

Può essere personalizzato. Cliccare sulla casella di testo e digitare fino a un massimo di 8 caratteri.

Luminosità dello schermo

Impostare la luminosità preferita da 1 a 7, usando le frecce o cliccando sulla casella per accedere al tastierino e digitare il valore.

Volume audio

Quando scatta un'allerta o un allarme, ogni unità Milli-Q® IQ Element può emettere un suono; per attivarlo o disattivarlo, è sufficiente utilizzare il cursore. Il volume del suono può essere regolato sull'intensità preferita, usando le frecce o cliccando sulla casella per accedere al tastierino e digitare il valore. Di default, il suono è disattivato.

Compensazione del flussimetro

Il flussimetro è stato tarato per raggiungere una precisione nella lettura dei volumi del +/- 5%. In caso di evidente errore del flussimetro rilevato con uno strumento esterno tarato, questa impostazione permette al responsabile del laboratorio (password preimpostata: PASS) di calibrarlo utilizzando una funzione di compensazione.

Per regolare la compensazione, utilizzare le frecce o cliccare sulla casella per accedere al tastierino e digitare il valore. Per tornare alla taratura originale, reimpostare il valore su 0.

Depressurizzazione della distribuzione

L'installazione di un'unità Milli-Q® IQ Element implica l'utilizzo del pedale per depressurizzare il sistema Milli-Q® IQ 7000 o la linea della distribuzione del sistema Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015.

La depressurizzazione della linea di distribuzione è disponibile da "MANUTENZIONE", "Depressurizzazione".

Questa funzione non è necessaria durante il normale funzionamento del sistema. Per maggiori informazioni, fare riferimento ai manuali d'uso del sistema Milli-Q® IQ 7000 o Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015.

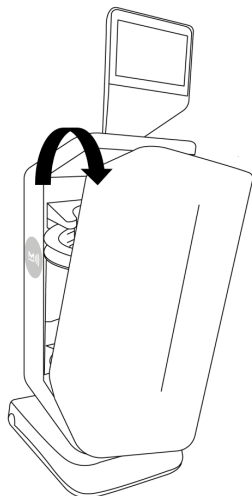
Per pressurizzare di nuovo la linea della distribuzione, premere il tasto "Uscire dalla manutenzione".



Procedura operativa standard per la sostituzione dei consumabili

1: Rimuovere dalla confezione la cartuccia IPAK Quanta ICP®. Scrivere la data odierna sull'etichetta nella parte inferiore della cartuccia.

2: Rimuovere il pannello frontale dell'unità Milli-Q® IQ Element.



3: Cliccare sul tasto del Menù per accedere alla sezione MANUTENZIONE.



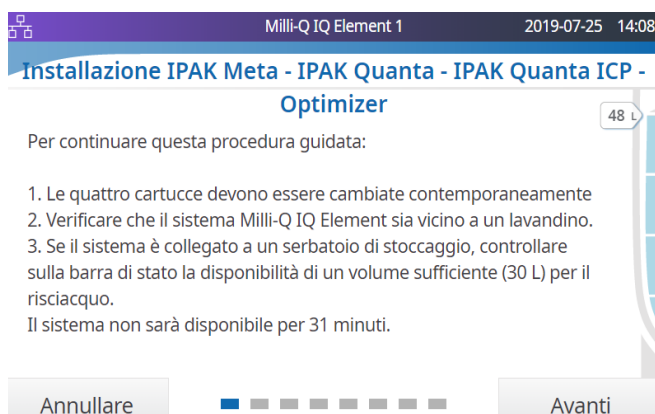
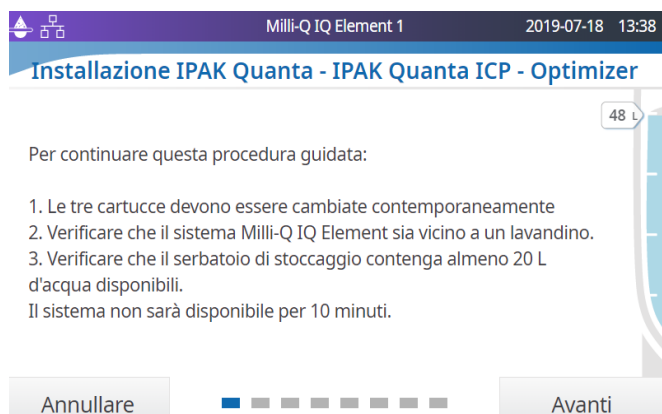
4: Cliccare su "Installazione dei consumabili".



5: A seconda del sistema che alimenta l'unità Milli-Q® IQ Element, cliccare su "Installazione IPAK Meta® - IPAK Quanta® - IPAK Quanta ICP® - Optimizer" o "Installazione IPAK Quanta® - IPAK Quanta ICP® - Optimizer".



6: A seconda del sistema che alimenta l'unità Milli-Q® IQ Element, sarà visualizzata una delle schermate seguenti. Prima di cliccare su "Avanti", verificare che i prerequisiti siano soddisfatti.



Importante: oltre ai 20 L (Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015) o 30 L (Milli-Q® IQ 7000) d'acqua richiesti nel serbatoio per procedere con la procedura guidata, sono necessari altri 20 L per il risciacquo del filtro finale Optimizer™ LW (N° 21). Se l'unità Milli-Q® IQ Element è alimentata da un sistema Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 e ha un serbatoio di 25 L di capacità, in funzione della portata massima del sistema, per poter completare la procedura bisognerà attendere diverse ore, affinché il serbatoio si riempia.

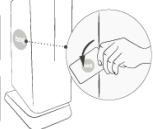
7: Effettuare la scansione della scheda RFID (fornita con il kit dei consumabili per l'unità Milli-Q® IQ Element) sul lettore di etichette e-Sure per registrare la data d'installazione, il numero di lotto e quello di catalogo. In alternativa, è possibile digitare queste informazioni manualmente. Cliccare su "Avanti" per continuare.

Milli-Q IQ Element 1 2019-07-17 16:39

Installazione IPAK Quanta - IPAK Quanta ICP - Optimizer

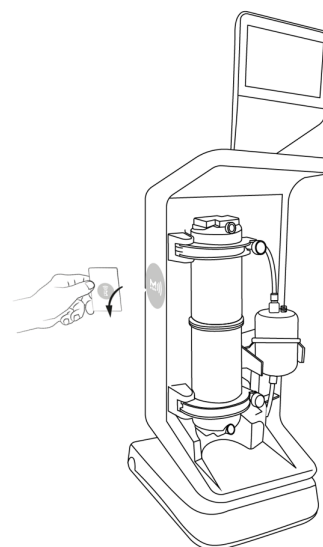
Fare la scansione della scheda RFID, oppure compilare il modulo manualmente

Data installazione: 2019-05-21 

Numero di lotto: XXXXXXXXXX 

Numero di catalogo: IPAKICPK1

Annulare Avanti

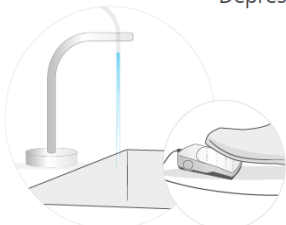


8: Depressurizzare con il pedale. Cliccare su "Avanti" per continuare.

Milli-Q IQ Element 1 2019-07-18 13:47

Installazione IPAK Quanta - IPAK Quanta ICP - Optimizer

Depressurizzazione



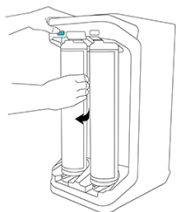
Collocare l'erogatore Milli-Q IQ Element vicino a un lavabo e premere il pedale per depressurizzare il sistema.

Annulare Avanti

9: Sostituire la cartuccia IPAK Quanta®. Se l'unità è alimentata da un sistema Milli-Q® IQ 7000, sostituire anche la cartuccia IPAK Meta®.

Milli-Q IQ Element 1 2019-07-25 14:09

Installazione IPAK Meta - IPAK Quanta - IPAK Quanta ICP - Optimizer



Recarsi presso l'unità di produzione, posizionare le nuove cartucce e ruotarle fino a sentire uno scatto.

Nota: rimuovere entrambe le vecchie cartucce prima di installare quelle nuove.

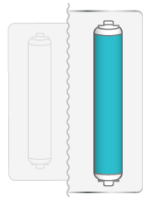
Annulare

Nota: per maggiori dettagli sulle cartucce IPAK Quanta® e IPAK Meta® consultare i manuali d'uso dei sistemi IQ 7000 o IQ7003/7005/7010/7015.

10: Una volta sostituita la cartuccia IPAK Quanta®, ed eventualmente la IPAK Meta®, cliccare su "Avanti".

Milli-Q IQ Element 1 2019-07-18 13:44

Installazione IPAK Quanta - IPAK Quanta ICP - Optimizer



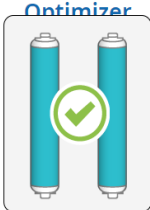
IPAK Quanta NUOVO

Fare clic su "Avanti" per continuare la procedura di installazione.

Avanti

Milli-Q IQ Element 1 2019-07-25 14:10

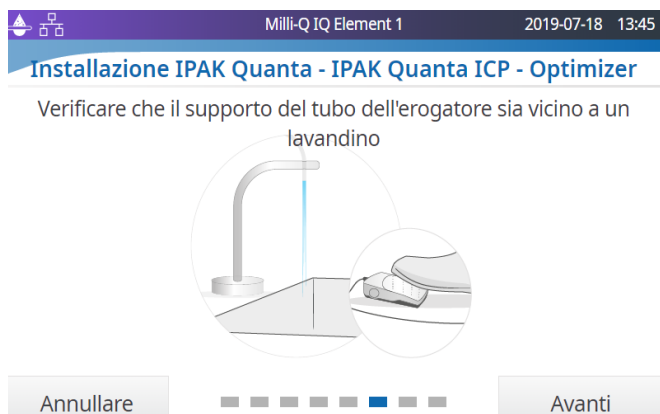
Installazione IPAK Meta - IPAK Quanta - IPAK Quanta ICP - Optimizer

IPAK Meta NUOVO  **IPAK Quanta NUOVO**

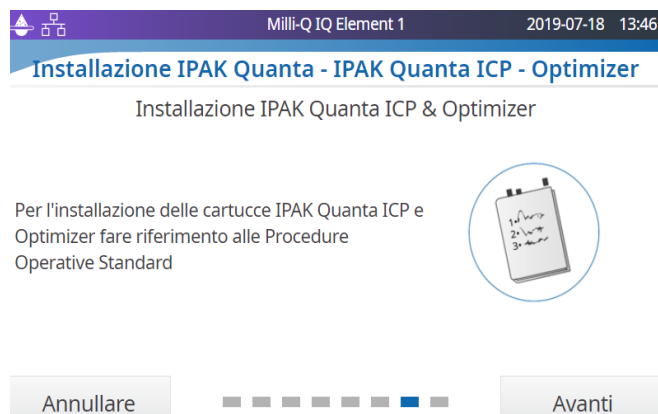
Fare clic su "Avanti" per continuare la procedura di installazione.

Avanti

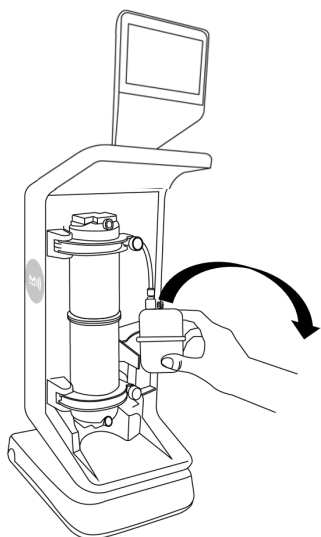
11: Con il terminale del tubo dell'erogatore che pesca in un lavandino, cliccare su «Avanti».



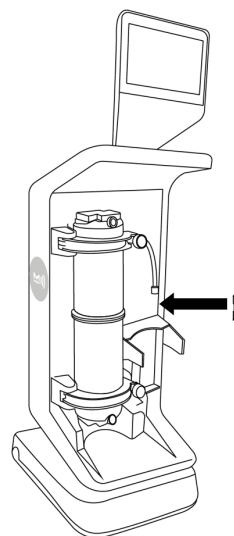
12: Cliccare su «Avanti».



13: Rimuovere il vecchio filtro finale Optimizer LW™. Asciugare l'acqua eventualmente fuoriuscita dai tubi.



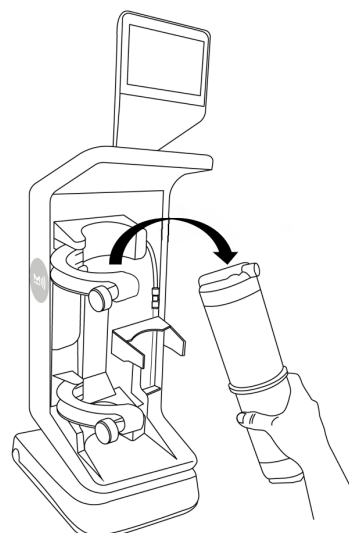
14: Installare il by-pass dell'Optimizer™. Solitamente si trova in una bustina di plastica attaccata al tubo dell'acqua prodotta.



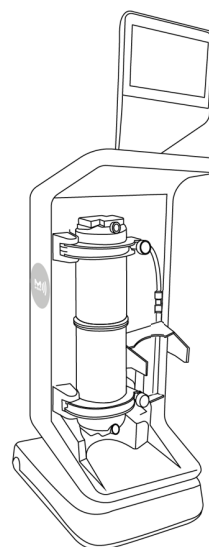
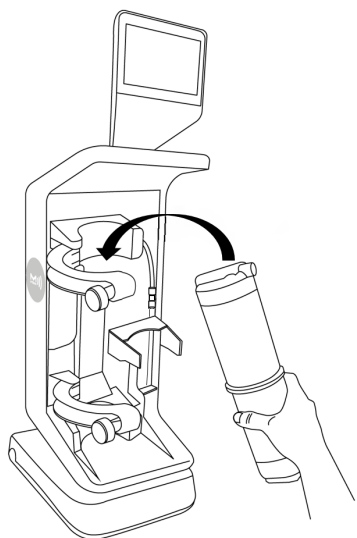
14 bis: Osservare con attenzione nella fotografia sottostante l'orientamento del raccordo conico. L'anello più stretto del cono deve essere orientato verso il by-pass. Lo stesso dicasi per l'adattatore superiore.



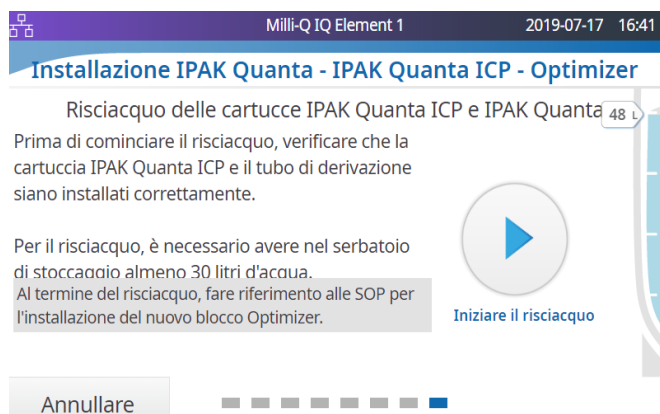
15: Rimuovere la vecchia cartuccia IPAK Quanta ICP®.



16: Installare la nuova cartuccia IPAK Quanta ICP®. Non dimenticare di stringere entrambe le manopole, per assicurare la cartuccia.



17: Cliccare sul tasto "Iniziare il risciacquo".



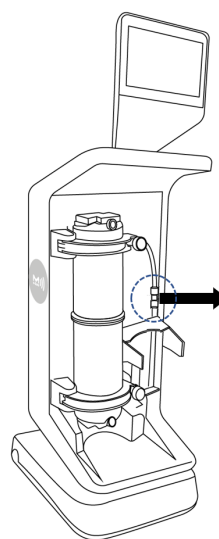
18: Utilizzare il pedale per continuare.



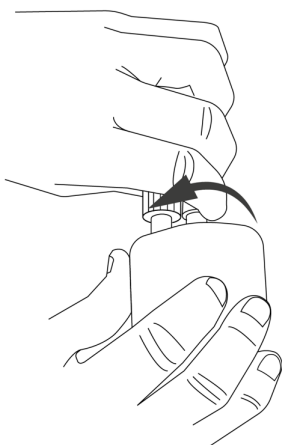
19: Attendere 10 minuti che si completi il risciacquo e che venga visualizzata la schermata iniziale "Home". Depressurizzare la linea della distribuzione come descritto a pagina 9.



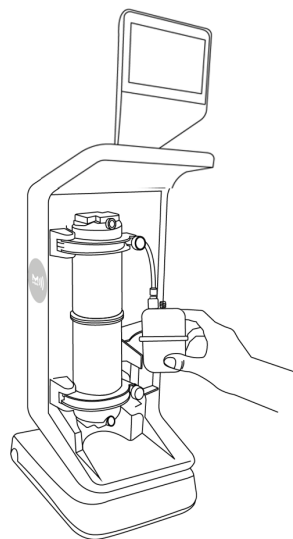
20: Rimuovere il by-pass dell'Optimizer™. Tenerlo in un luogo sicuro per la prossima sostituzione.



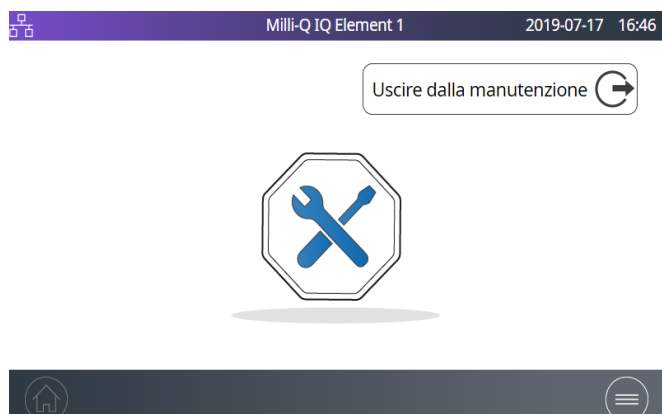
21: Rimuovere dalla confezione il filtro finale Optimizer LW™ e stringere entrambi i dadi forniti in una busta separata.



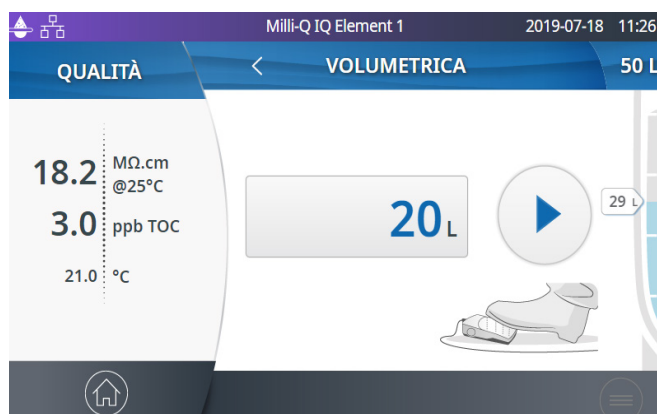
22: Installare il nuovo filtro fi Optimizer LW™. Per collegare correttamente i raccordi conici, consultare il punto 14 bis.



23: Premere il tasto "Uscire dalla manutenzione" sullo schermo.



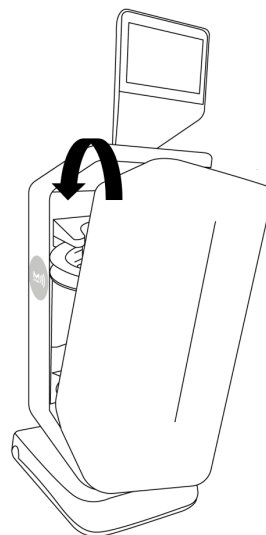
24: Dalla schermata iniziale "Home", operare un lavaggio di 20 L in modalità volumetrica (consultare il capitolo Istruzioni rapide per l'avvio).



25: Spurgare l'aria dalla cartuccia IPAK Quanta® ICP (consultare il relativo capitolo) e dal filtro finale Optimizer LW™ allentando temporaneamente il dado superiore.

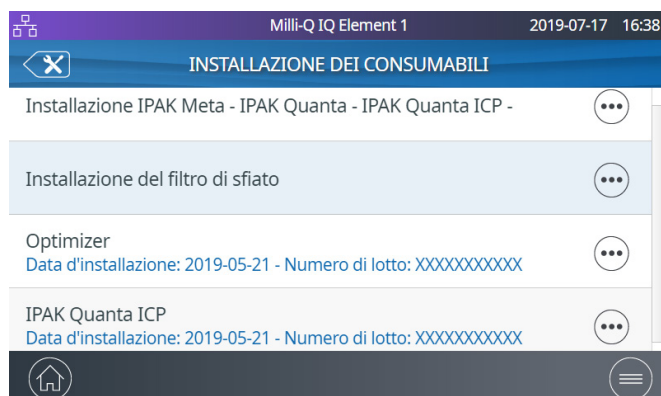


26: Reinstallare il pannello frontale dell'unità Milli-Q® IQ Element. Congratulazioni, ora l'unità è pronta!



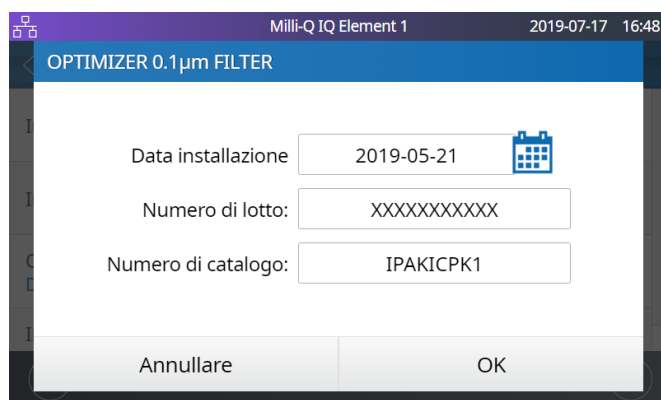
Tracciabilità dei consumabili

La registrazione dei dati dei consumabili è stata precedentemente descritta nella "Procedura operativa standard per la sostituzione dei consumabili" (punto 7, pagina 11). È possibile ri-registrare il numero di lotto dei consumabili in "MANUTENZIONE", "Installazione dei consumabili", "Optimizer" e/o "IPAK Quanta ICP®":

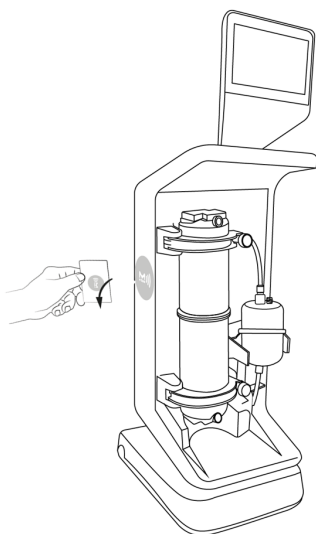


Per "Optimizer" e "IPAK Quanta ICP®", il numero di catalogo è lo stesso: "IPAKICPK1". Il numero di lotto è lo stesso nell'ambito del medesimo kit di consumabili per unità Milli-Q® IQ Element.

Esempio: in "Optimizer" viene visualizzata la seguente schermata:



È possibile digitare manualmente i dati o caricarli effettuando la scansione della scheda RFID con il lettore di etichette e-Sure.



Se si digitano i dati manualmente, sostituire "XXXXXXXXXXXX" con l'effettivo numero di lotto del kit. Il numero di serie è riportato sull'etichetta della confezione del kit. Gli stessi identici dati devono essere digitati/caricati in "IPAK Quanta ICP®".

Spurgo dell'aria dalla cartuccia IPAK Quanta ICP®

1: Verificare di non essere in modalità "Manutenzione". Altrimenti premere il tasto "Uscire dalla manutenzione" per tornare alla schermata iniziale "Home".



2: Procurarsi un cacciavite con un gambo molto sottile e punta molto piccola. Oppure è possibile utilizzare una matita portamine con la mina ritratta.



3: Localizzare il piccolo foro sulla parte superiore della cartuccia IPAK Quanta ICP®.



3: Inserire delicatamente il cacciavite nella cartuccia IPAK Quanta ICP®. In questo modo si aprirà un piccolo sfiato che espellerà l'aria eventualmente contenuta nella cartuccia IPAK Quanta ICP®.



Importante: fare molta attenzione quando si spinge la punta del cacciavite nel foro di sfiato della cartuccia IPAK Quanta ICP®. Lo sfiato deve venire aperto di pochissimo. Indossare occhiali di protezione.

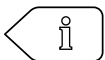
Pulizia delle superfici esterne

Per pulire e disinfettare le superfici esterne, usare un panno che non rilasci peli, bagnato con uno dei seguenti disinfettanti:

- KLERCIDE™ isopropanolo al 70% o una formulazione equivalente
- SPOR-KLENZ® (pronto all'uso) o una formulazione equivalente

Attenzione! L'applicazione di altri detergenti alle superfici, potrebbe rovinarle.

Icone

Icona	Significato/ Funzione	Icona	Significato/ Funzione
	Ricircolo		Erogazione
	Erogazione volumetrica		Torna al menù principale
	Avvia l'erogazione		Arresta l'erogazione
	Allarme con il numero degli allarmi attivi		Allerta
	Schermata iniziale "Home"		Menù
	Serbatoio di stoccaggio		L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema
	Dispositivo di archiviazione di massa USB connesso		Ethernet - LAN connessa
	Cursore acceso		Cursore spento
	Indietro		Inserimento della data
	Unità di produzione: produzione dell'acqua in corso		Unità di produzione: standby
	Unità di produzione: bloccata		Unità di produzione: manutenzione
	Unità di produzione: uscita di servizio		

REQUISITI E SPECIFICHE

Specifiche del sistema

Qualità dell'acqua Milli-Q® IQ Element

Parametro	Valore o intervallo
Resistività	18,2 MΩ·cm @ 25°C
Carbonio Organico Totale (TOC)	≤ 5 ppb
Portata	Fino a 1,5 L/min

Note

- Queste specifiche si riferiscono a un'unità Milli-Q® IQ Element alimentata da acqua prodotta da un sistema Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 o Milli-Q® IQ 7000 con resistività di 18,2 MΩ·cm e TOC inferiore a 5 ppb.
- È possibile che alcune specifiche possano essere raggiunte soltanto dopo l'avvio e solo se il sistema è stato sciacquato correttamente.

Comunicazione

Ogni unità Milli-Q® IQ Element è dotata di un ampio touch screen HD capacitivo da 5" (risoluzione: 800*480) che consente di controllare e monitorare il sistema.

USB

Ogni unità Milli-Q® IQ Element ha una porta USB integrata che offre la possibilità di esportare i dati e/o lo storico del sistema. L'interfaccia Host è conforme agli standard USB 2.0 High-speed.

Le chiavette USB funzionano soltanto se formattate in FAT32. Il formato NTFS non è compatibile.

Porta Ethernet

Se si utilizza una connessione Ethernet, è possibile accedere all'interfaccia utente da una postazione remota tramite un browser.

Per prestazioni ottimali, il browser raccomandato è Chrome®.

RFID (se la funzione radio è integrata)

Utilizzare solo l'antenna integrata fornita. Qualunque modifica non autorizzata dell'antenna o impieghi non autorizzati degli accessori potrebbero danneggiare il sistema e renderlo non conforme alla direttiva europea RED e/o alle norme FCC.

EU

Questi sistemi per la purificazione dell'acqua di laboratorio sono stati progettati e prodotti in conformità alle seguenti direttive del Consiglio d'Europa:

DIRETTIVA 2014/53/EU DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Gli standard di riferimento ai quali il prodotto è stato dichiarato conforme sono indicati di seguito. Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) secondo gli standard: ETSI EN 300 330.

FCC

FCC part 15: 2014 Code of federal regulations.

Titolo 47 – Telecomunicazioni Capitolo 1- Commissione Federale alle Comunicazioni

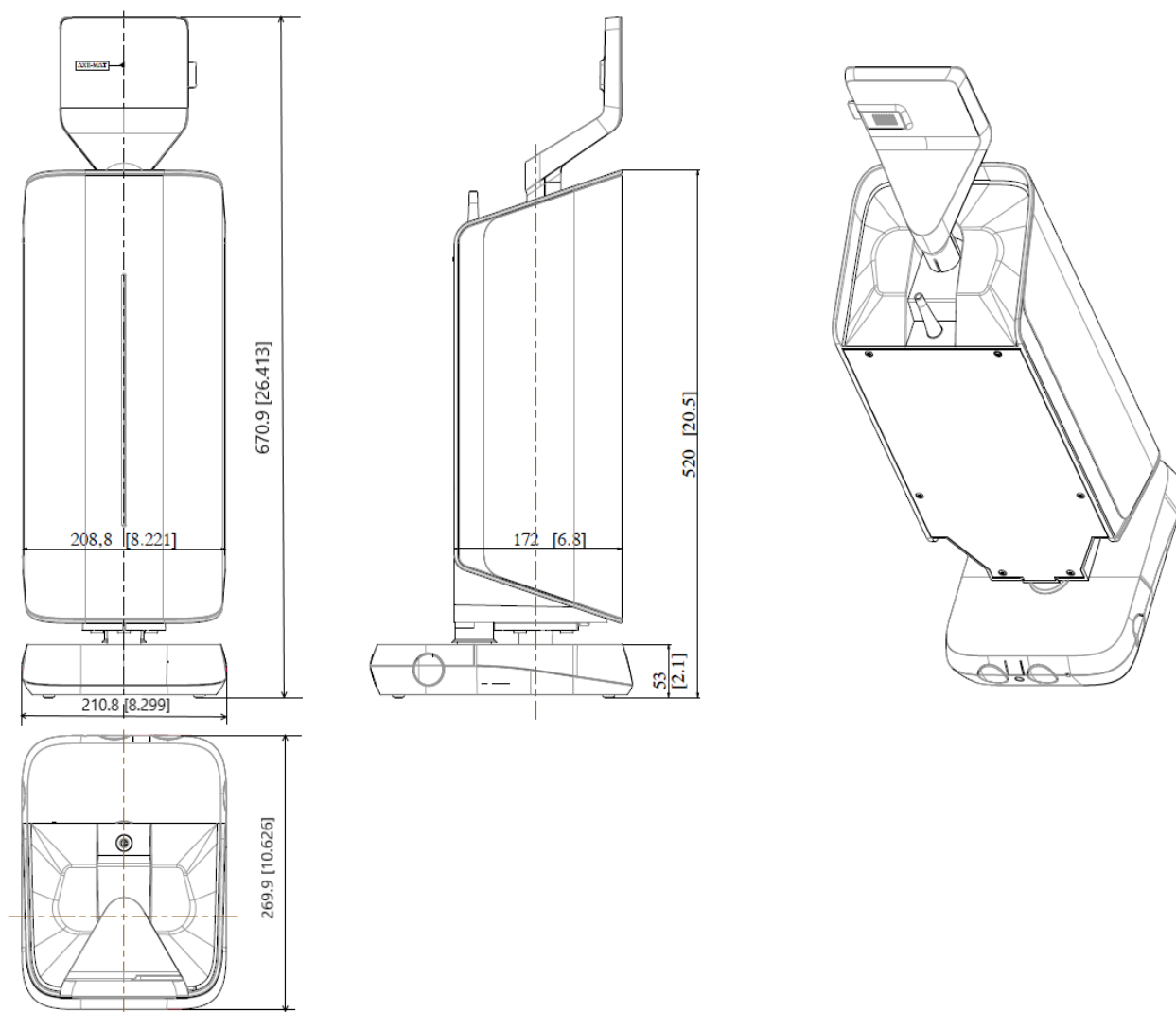
Parte 15 - Dispositivi a radiofrequenza Sottoparte C - Limiti per gli emettitori intenzionali e metodi di misura del radiodisturbo.

Software del sistema

Il software integrato nel sistema comprende un software protetto da copyright rilasciato con licenza GNU GPL.

Le avvertenze legali sono consultabili sul display dell'unità Milli-Q® IQ Element:
menù Informazioni > App Sistema > Note legali.

Dimensioni e peso



Tipo di sistema	Peso a secco	Peso di spedizione	Peso in esercizio
Milli-Q® IQ Element	7,5 kg	10,3 kg	9,1 kg

Per **peso a secco** si intende il sistema senza l'imballaggio di spedizione. Consumabili e accessori non sono inclusi.

Si definisce **peso di spedizione** il sistema a secco nell'imballaggio di spedizione. Consumabili e accessori non sono inclusi.

Per **peso d'esercizio** si intende il sistema contenente acqua completo dei consumabili, ma senza alcun accessorio.



Riciclo

Direttiva 2012/19/CE: solo per utenti della Comunità Europea

Il simbolo del "contenitore per i rifiuti barrato" sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico al momento dello smaltimento. Il prodotto dovrà essere conferito ad un idoneo centro di raccolta e smaltimento di apparecchiature elettriche o elettroniche.

Il corretto smaltimento di apparecchiature contenenti parti elettriche o elettroniche aiuta a ridurre le conseguenze dell'inquinamento sull'ambiente e sulla salute umana. Un adeguato riciclo di questi prodotti contribuisce a salvaguardare l'ambiente e a proteggere le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclo di prodotti contenenti parti elettriche o elettroniche, contattare gli operatori o gli enti locali opportuni.

Informazioni per l'ordine

Accessori

Nome	N° Catalogo
Sistema per la purificazione dell'acqua Milli-Q® IQ Element	ZIQELEMTO
Interruttore a pedale	ZMQSFTSA1
Connettore 2 m Sistema-POD	ZFC0NN2SQ
Connettore 5 m Sistema-POD	ZFC0NN5SQ
Connettore 2 m POD-POD	ZFC0NN2QQ
Connettore 5 m POD-POD	ZFC0NN5QQ

Nota: nel sistema Milli-Q® IQ Element ZIQELEMTO è compreso un interruttore a pedale ZMQSFTSA1.

Consumabili – Ordinare a www.mymilliqconsumables.com

Descrizione	N° Catalogo
Kit di consumabili per unità Milli-Q® IQ Element	IPAKICPK1

INFORMAZIONI LEGALI E GARANZIA

È da sempre politica di Millipore SAS migliorare continuamente i propri prodotti.

Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza preavviso e non devono, quindi, essere interpretate come una dichiarazione d'impegno da parte di Millipore SAS. Millipore SAS declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori presenti. Questo manuale è considerato completo e accurato al momento della sua pubblicazione. Millipore SAS non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali danni accidentali o indiretti, connessi o derivanti dall'utilizzo del presente manuale.

Garanzia e limitazione della responsabilità

È possibile consultare le condizioni di garanzia e le limitazioni della responsabilità relative ai prodotti descritti nella presente pubblicazione nei siti www.merckmillipore.com o www.sigmaaldrich.com nell'ambito dei "Termini e Condizioni di vendita" applicabili alla transizione d'acquisto.

Diritti d'autore

© Millipore SAS 2018.

Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento non può essere riprodotto né integralmente, né parzialmente, in nessuna forma senza il consenso scritto di Millipore SAS.

Le fotografie illustrative dei prodotti sono non contrattuali.

Marchi

Nomi dei nuovi marchi

La M iniziale, Millipore, Milli-Q, Q-POD, E-POD, A10, ech₂o, IPAK Gard, IPAK Quanta, IPAK Quanta ICP, Millipak, Biopak, EDS-Pak, VOC-Pak e LC-Pak sono marchi di Merck KGaA, Darmstadt, Germania.

Millipore SAS è una consociata di Merck KGaA, Darmstadt, Germania.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei legittimi detentori.

Negli USA e in Canada, il settore life science di Merck KGaA, Darmstadt, Germania opera con il nome di MilliporeSigma.

QR Code" è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri paesi.

Informazioni sulla sicurezza

Il sistema Milli-Q® deve essere utilizzato conformemente a quanto indicato nel presente manuale. In particolare, è necessario osservare le specifiche idrauliche ed elettriche. È importante utilizzare questa apparecchiatura secondo quanto specificato nel manuale; un impiego diverso potrebbe compromettere la sicurezza del sistema Milli-Q®.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato. È necessario indossare dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati e seguire tutte le procedure di sicurezza.

L'unità Milli-Q® IQ Element è stata esaminata da un ente indipendente ed accreditato per quanto riguarda la conformità alle direttive CEE sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica. La dichiarazione di conformità è disponibile per chiunque ne faccia richiesta. Il sistema è stato fabbricato utilizzando componenti e metodologie raccomandati da UL e reca il marchio cULus. La registrazione ed i certificati CB possono essere verificati nel sito www.members.IECEE.org.

Codice di riferimento del documento: MILLI-Q_IQ_Element_User_Manual_IT

Revisione: V5.0