

Manuel d'utilisation Milli-Q® IQ Element



Sommaire

INTRODUCTION	1
Identification du système	1
Utilisation prévue	1
Composants du Milli-Q® IQ Element	2
Schéma hydraulique	3
DÉMARRAGE RAPIDE	5
Naviguer dans l'interface écran	5
Distribution d'eau ultra pure	6
Rapport de distribution d'eau	8
MAINTENANCE ET RÉGLAGES	9
Maintenance et réglages du Milli-Q® IQ Element	9
Dépressurisation - Distribution	9
Procédure opératoire standard du remplacement des consommables du kit	10
Purger l'air de la cartouche IPAK Quanta ICP®	16
Icônes	17
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET SPÉCIFICATIONS	18
Caractéristiques du système	18
Dimensions et poids	19
Guide d'achat	20
MENTIONS LÉGALES & GARANTIE	21

INTRODUCTION

Félicitations !

Merci d'avoir fait l'acquisition d'une unité Milli-Q® IQ Element.

L'installation de ce produit doit être suivie par un technicien de service qualifié ayant accès à la documentation d'installation qualifiée.

Ce manuel d'utilisation est un guide conçu pour être utilisé lors du fonctionnement normal et de la maintenance d'une unité de purification d'eau Milli-Q® IQ Element. Il est fortement recommandé de le lire entièrement et de bien appréhender son contenu avant de commencer à l'utiliser.

Identification du système

Système	Référence	Tension	Fréquence
Unité Milli-Q® IQ Element	ZIQELEMTO	-	-

L'alimentation électrique et l'approvisionnement hydraulique du système sont assurés par un système Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 - ou par un système Milli-Q® IQ 7000 - lui-même fonctionnant dans des gammes de tension et de fréquence de 100 – 240 V et 50 – 60 Hz respectivement.

Site de fabrication :

Millipore SAS, 67120 Molsheim, France

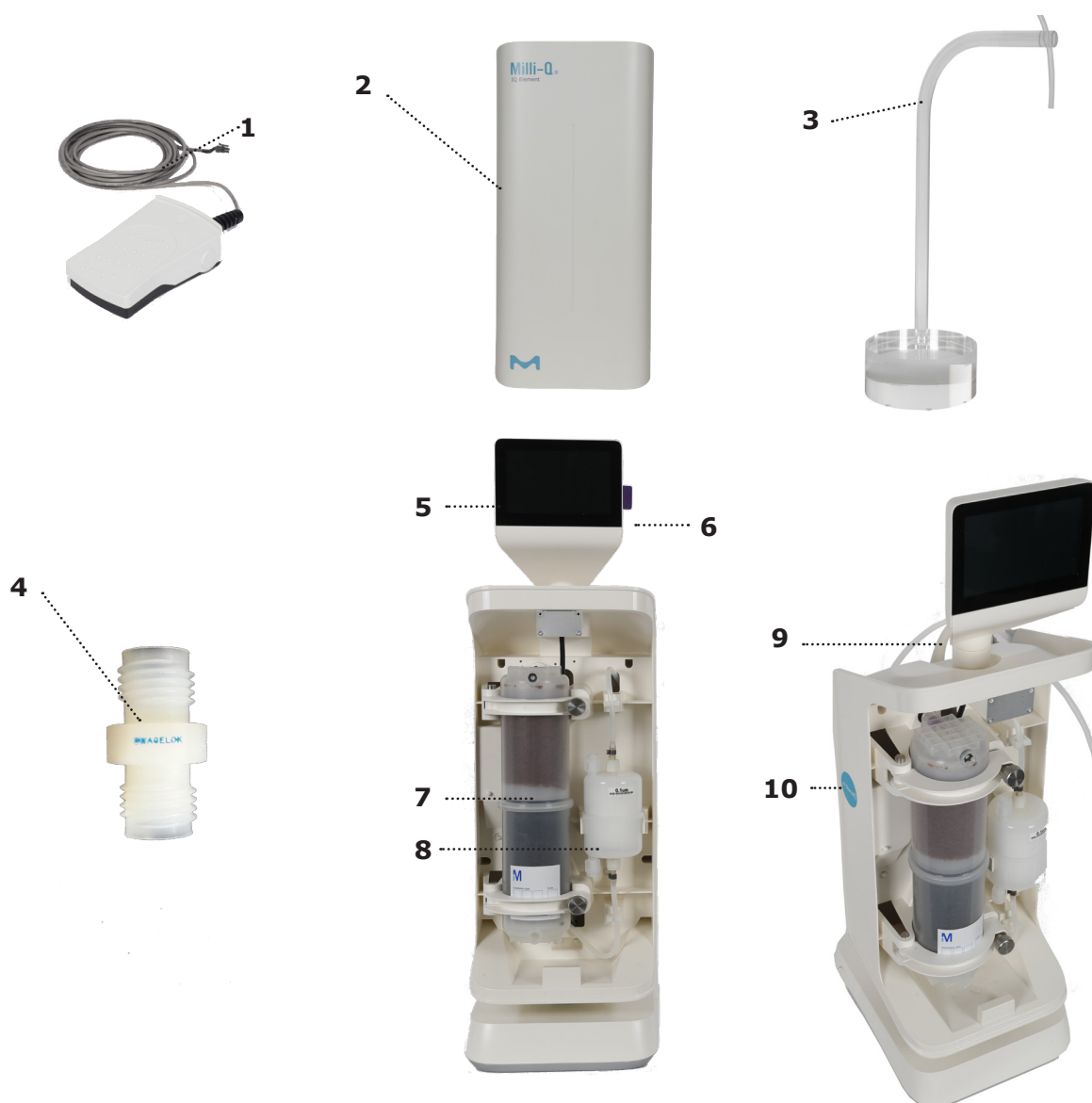
Pour de plus amples informations sur votre système Milli-Q®, veuillez contacter votre interlocuteur habituel ou consulter notre site Internet www.sigmaaldrich.com

Utilisation prévue

Nous ne garantissons pas le produit pour une quelconque application spécifique. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que la qualité de l'eau produite par le produit répond à ses attentes, ainsi qu'aux normes et obligations légales, et d'assumer toute responsabilité pouvant découler de l'utilisation de l'eau.

Le produit n'est pas destiné à produire : de l'eau pour préparations injectables, de l'eau de dialyse, de l'eau stérile pour irrigation ou injection, de l'eau bactériostatique pour injection, de l'eau purifiée stérile conditionnée en récipients, de l'eau stérile pour injection conditionnée en récipients ni de l'eau destinée à être ingérée. Le produit n'est pas destiné à être utilisé dans les environnements explosifs selon la Directive ATEX (Appareils & systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles). De plus, ce produit n'est pas destiné à être un dispositif médical ni un dispositif médical de diagnostic in vitro.

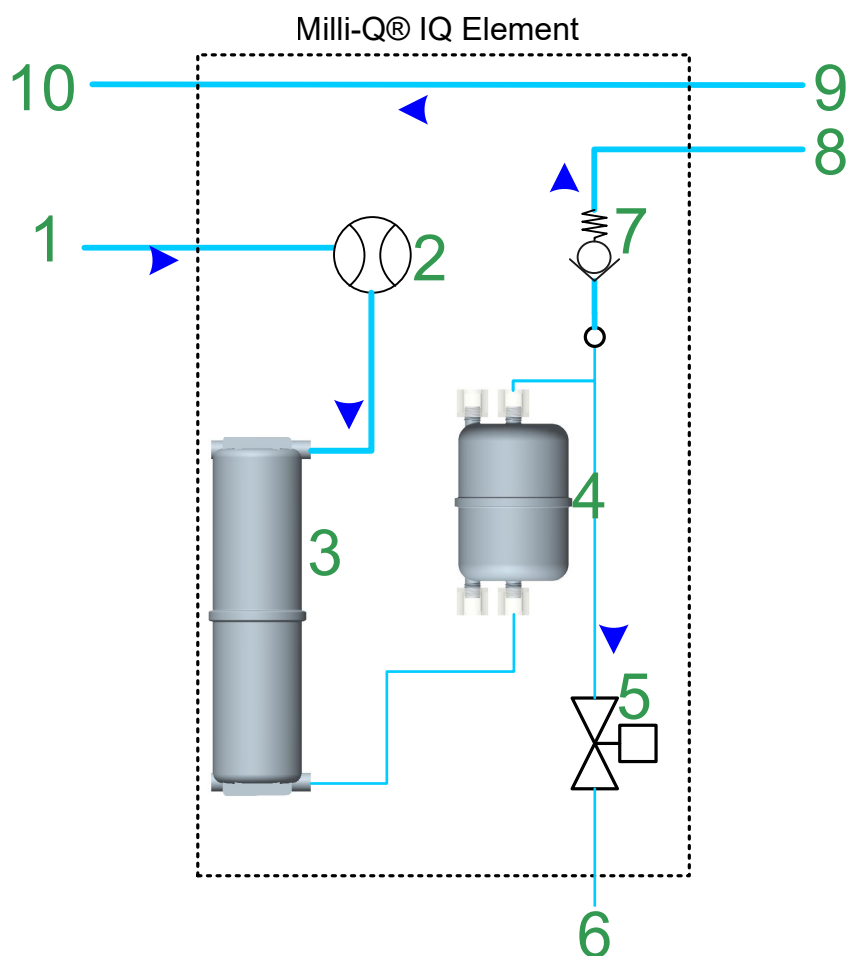
Composants du Milli-Q® IQ Element



1	Pédale de commande	6	Port USB
2	Face avant du Milli-Q® IQ Element	7	IPAK Quanta ICP®
3	Support du tuyau de distribution	8	Filtre final Optimizer LW™
4	Dérivation de l'Optimizer	9	Tuyau de sortie de l'eau Milli-Q® IQ Element produite
5	IHM du Milli-Q® IQ Element	10	Lecteur d'étiquettes e-Sure

Schéma hydraulique

Schéma hydraulique du Milli-Q® IQ Element :



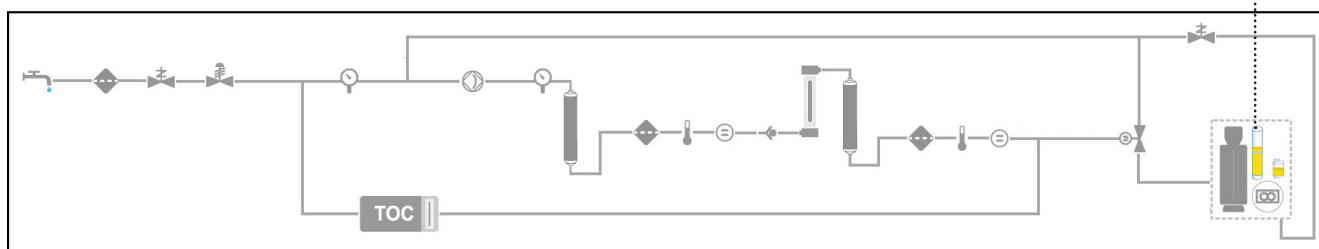
1	Connexion du système Milli-Q® IQ 7000 ou Milli-Q® 7003/7005/7010/7015 à l'unité Milli-Q® IQ Element	6	Tuyau de sortie de l'eau Milli-Q® IQ Element produite
2	Débitmètre	7	Clapet anti-retour
3	IPAK Quanta ICP®	8	Connexion de l'unité Milli-Q® IQ Element à un Q-POD® potentiel
4	Filtre final Optimizer LW™	9	Connexion de retour d'un Q-POD® potentiel à une unité Milli-Q® IQ Element
5	Électrovanne 2 voies	10	Connexion de retour de l'unité Milli-Q® IQ Element au système Milli-Q® IQ 7000 ou Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015

Remarque : si aucun Q-POD® n'est installé, 8 est directement connecté à 10 et 9 est omis.

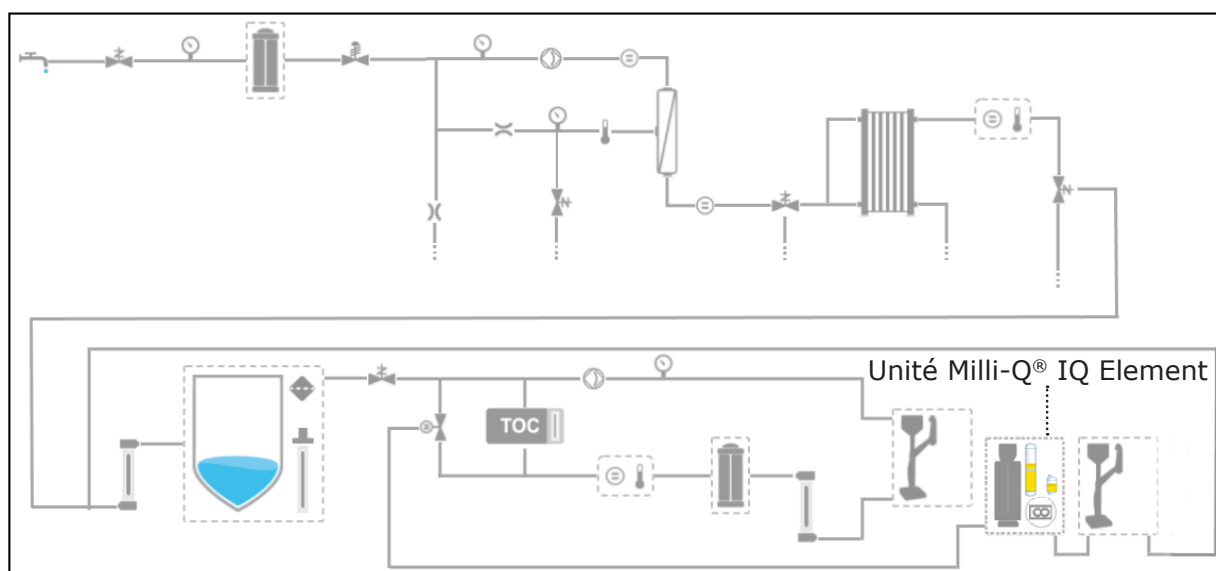
Emplacement de l'unité Milli-Q® IQ Element sur le schéma hydraulique

Unité Milli-Q® IQ Element connectée à un système Milli-Q® IQ 7000 :

Unité Milli-Q® IQ Element



Unité Milli-Q® IQ Element connectée à un système Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 :



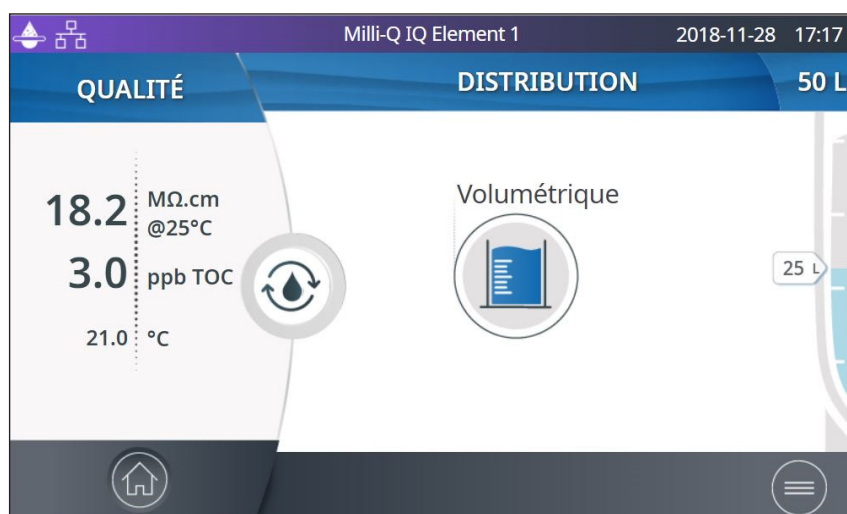
L'unité Milli-Q® IQ Element est située dans la partie distribution du schéma hydraulique.

Indépendamment du type de système qui est branché à l'unité Milli-Q® IQ Element, un Q-POD® peut être connecté après l'unité Milli-Q® IQ Element pour la production d'eau ultra pure. L'unité Milli-Q® IQ Element doit toujours être placée à la première position POD de la ligne ultra pure.

DÉMARRAGE RAPIDE

Naviguer dans l'interface écran

ÉCRAN D'ACCUEIL



Accueil

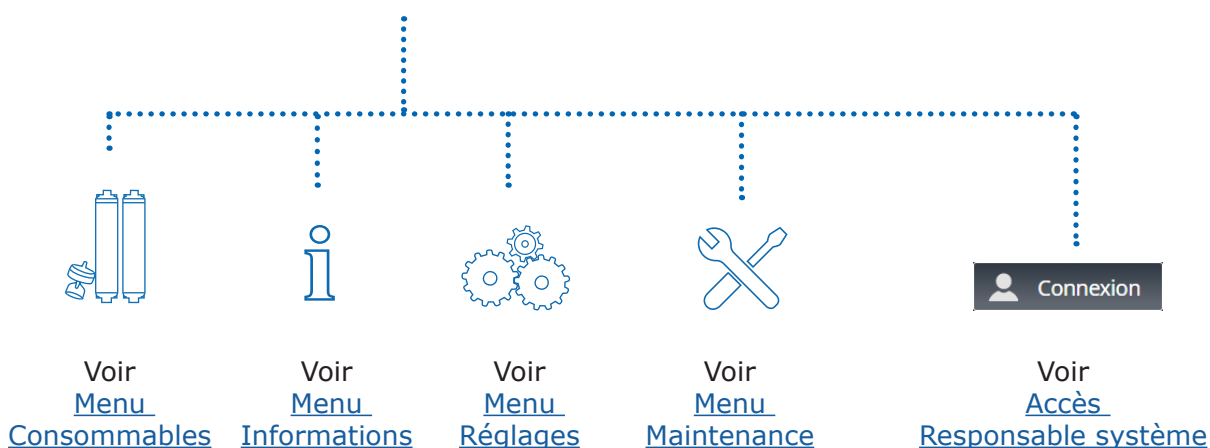
- Informations sur la qualité de l'eau
- Fonctions de distribution
- Alertes & Alarmes (le cas échéant)
- Rapport de distribution (le cas échéant)

MENUS PRINCIPAUX



Menu


- Consommables
- Informations
- Réglages
- Maintenance
- Connexion



Distribution de l'eau ultra pure

Avant la distribution

Il est recommandé de toujours faire recirculer l'eau avant une distribution.

Pour cela, appuyer sur l'icône  de recirculation. Cela met également à jour les paramètres de la qualité de l'eau :

- Résistivité de l'eau produite
- COT
- Température

En cas de raccordement à une cuve de stockage, toujours s'assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans la cuve avant toute distribution. Cette information est toujours affichée sur l'écran principal.

Distribution de l'eau ultra pure en mode débit libre


Permet à l'utilisateur de distribuer de l'eau ultra pure en mode débit libre.

1. Pour distribuer de l'eau ultra pure, utiliser la pédale de commande branchée à la base de l'unité Milli-Q® IQ, tel qu'illustré dans la photo ci-dessous.
2. Appuyer une fois et relâcher rapidement pour distribuer l'eau à plein débit.
3. Appuyer et maintenir pour commencer la distribution au goutte-à-goutte, continuer d'appuyer pour augmenter le débit jusqu'à ce que le plein débit soit atteint. Relâcher lorsque le débit choisi est atteint.
4. Appuyer une fois de plus pour stopper le flux de distribution.

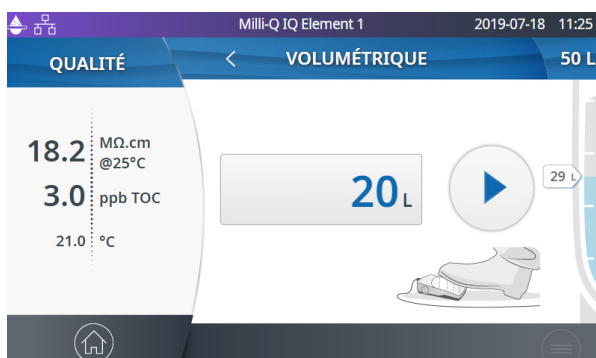




Distribution d'eau ultra pure en mode de distribution volumétrique

Permet à un utilisateur de distribuer automatiquement un volume pré-sélectionné (20 ml à 100 l). Il suffit d'appuyer sur l'icône  de l'écran d'accueil pour lancer la distribution volumétrique.

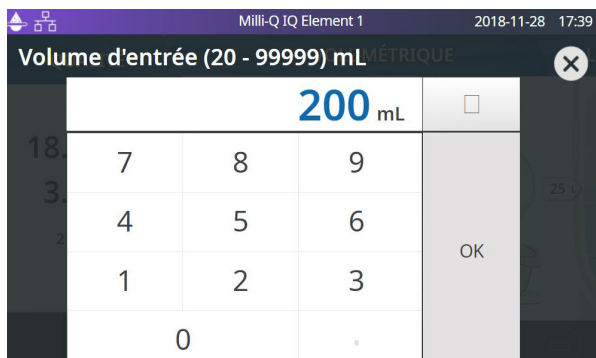
1- Appuyer sur la case de volume présélectionné pour régler le volume à distribuer. Si le volume souhaité est réglé, appuyer soit sur le bouton Démarrer sur l'écran, soit sur la pédale de commande pour lancer la distribution.



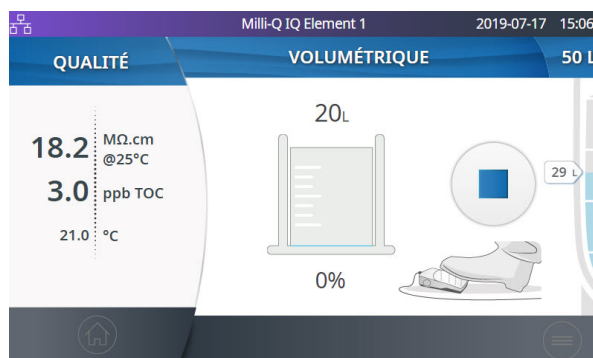
2- Sélectionner l'unité.



3- Sélectionner le volume souhaité et appuyer sur OK pour valider.



4- Appuyer soit sur le bouton Arrêt sur l'écran, soit sur la pédale pour arrêter la distribution.



Le système s'arrêtera automatiquement dès que le volume indiqué sera atteint.

Remarque : le système enregistre le dernier volume distribué. Pour répéter une distribution volumétrique, appuyer sur l'icône Démarrer ou sur la pédale de commande.

Rapport de distribution d'eau

Un rapport de distribution est automatiquement généré après chaque opération de distribution. On considère qu'une opération de distribution est constituée de toutes les distributions séparées par des intervalles de moins de 10 secondes. Cela peut être interrompu à tout moment en appuyant sur l'icône du rapport de distribution qui apparaît sur l'écran d'accueil dès qu'une distribution est initiée.

1. Consulter les données du rapport

Appuyer sur l'icône du rapport de distribution :

Rapport de distribution

2. Personnaliser (lui attribuer un nom ou un numéro d'expérience)

Milli-Q IQ Element 1 2018-11-30 14:50

RAPPORT DE DISTRIBUTION

2018-11-30 14:50

Volume : 200 mL

Milli-Q IQ Element 1

Saisir l'ID de l'utilisateur

Exporter OK

Qualité eau utrapure

18.2 MΩ.cm @25°C

3.0 ppb TOC

21.0 °C

N/A

Dans le champ ID Utilisateur, saisir le contenu de son choix (15 caractères max.)

3. Exporter

- Scanner le QR code avec un smartphone ou une tablette pour récupérer le rapport instantanément.
- Appuyer sur le bouton Exporter pour sauvegarder le rapport sur une clé USB.

4. Archivage automatique

L'icône du rapport de distribution disparaîtra automatiquement de la page d'accueil à l'issue d'une période d'inactivité de 5 minutes. Chaque rapport de distribution, qu'il ait été consulté ou non, est automatiquement archivé et peut être récupéré à tout moment, en consultant la section Historique dans le menu Informations.

Maintenance et réglages

Réglages du Milli-Q® IQ Element

Ce menu permet à l'utilisateur de configurer tous les paramètres spécifiques aux Milli-Q® IQ Element et aux POD. Ces paramètres sont propres au Milli-Q® IQ Element/POD qui est utilisé pour entrer les valeurs.

Pour dupliquer les paramètres d'un Milli-Q® IQ Element/POD, il convient de répéter la ou les action(s) sur les autres POD.

Nom du Milli-Q® IQ Element

Il peut être personnalisé. Toucher le champ de texte et saisir un maximum de 8 caractères.

Luminosité de l'écran

Régler la luminosité souhaitée, entre 1 et 7, en utilisant les flèches ou toucher le champ pour accéder au clavier et saisir une valeur.

Volume sonore

Chaque unité Milli-Q® IQ Element peut émettre un son lorsque les alertes/alarmes sont déclenchées. Cela peut être activé ou désactivé à l'aide du bouton curseur. Le son peut être réglé au volume souhaité en utilisant les flèches ou en touchant le champ pour accéder au clavier et saisir une valeur. Par défaut, le son est désactivé.

Ajustement débitmètre

Le débitmètre peut être calibré pour atteindre un volume avec une précision de $\pm 5\%$. En cas d'erreur évidente du débitmètre provoquée par un dispositif étalonné en externe, ce réglage permet au gestionnaire du laboratoire (mot de passe par défaut : PASS) de l'ajuster à l'aide d'une fonction de compensation.

Régler l'ajustement en utilisant les flèches ou toucher le champ pour accéder au clavier et saisir la valeur souhaitée. Pour récupérer le réglage d'étalonnage d'origine, remettre la valeur à 0.

Dépressurisation - Distribution

L'installation d'une unité Milli-Q® IQ Element implique l'utilisation de la pédale de commande pour la dépressurisation du système Milli-Q® IQ 7000 ou le côté distribution du système Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015.

La dépressurisation de la distribution est accessible à partir de MAINTENANCE > Dépressurisation.

Cette fonction n'est pas nécessaire lors du fonctionnement normal du système. Veuillez consulter le manuel d'utilisation du système Milli-Q® IQ 7000 ou Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 pour plus d'informations.

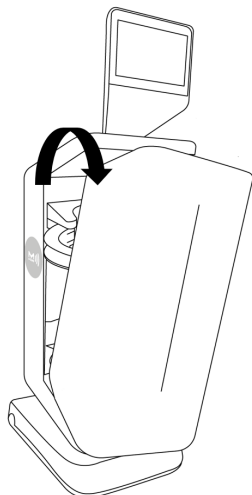
Appuyer sur le bouton "Quitter la maintenance" pour repressuriser la distribution.



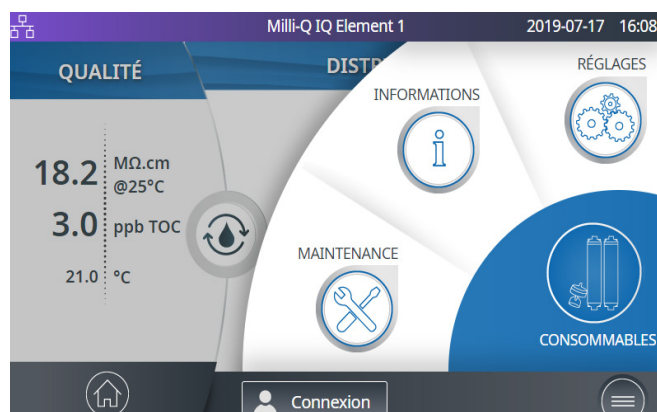
Procédure opératoire standard du remplacement des consommables du kit

1. Déballez la cartouche IPAK Quanta ICP®. Noter la date d'aujourd'hui sur la petite étiquette au bas de celle-ci.

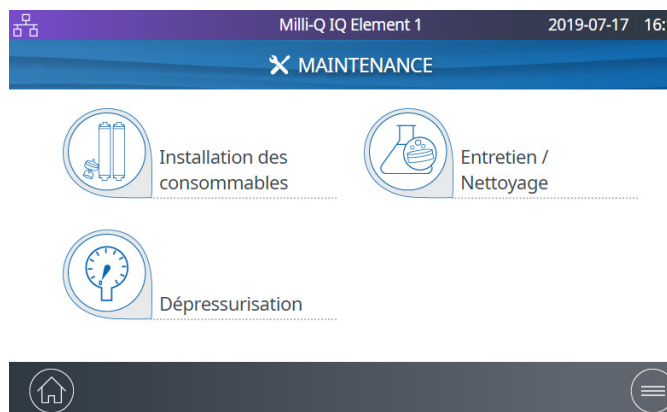
2. Retirer la face avant du Milli-Q® IQ Element.



3. Cliquer sur le bouton Menu pour accéder à la section MAINTENANCE.



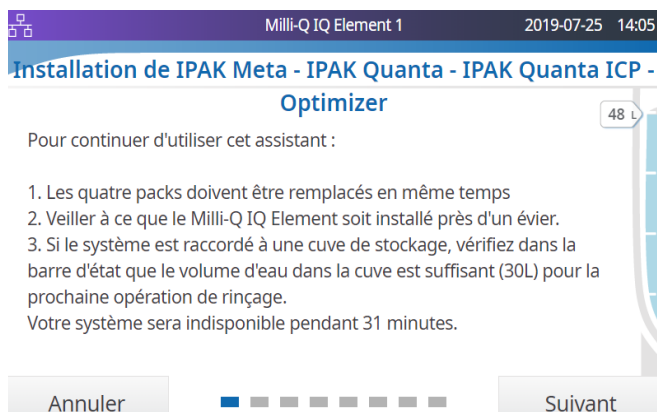
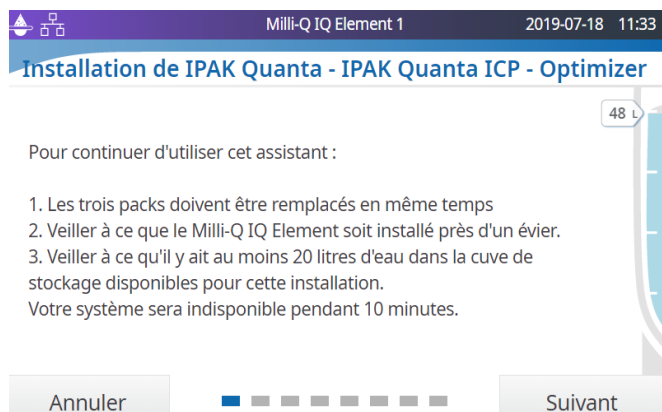
4. Cliquer sur Installer les consommables.



5. Selon le type de système alimentant l'unité Milli-Q® IQ Element, cliquer soit sur "IPAK Meta® - IPAK Quanta® - IPAK Quanta ICP® - Optimizer" ou sur "IPAK Quanta® - IPAK Quanta ICP® - Optimizer".



6. Selon le type de système alimentant l'unité Milli-Q® IQ Element, l'un des écrans ci-dessous devrait alors être affiché. Les pré-requis doivent être remplis avant d'appuyer sur "Suivant".




Important : en plus du volume de 20 l (Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015) ou de 30 l (Milli-Q® IQ 7000) requis dans la cuve pour utiliser l'assistant, un volume supplémentaire de 20 l est nécessaire pour le rinçage du filtre final Optimizer™ LW (étape 21). Si votre unité Milli-Q® IQ Element est alimentée par un Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 et une cuve d'une capacité de 25 l, vous devrez attendre plusieurs heures que la cuve se remplisse à nouveau afin de terminer la procédure, selon le débit du système.

7. Lire la carte RFID (fournie dans le kit de consommables du Milli-Q® IQ Element) avec le lecteur d'étiquettes e-Sure pour enregistrer la date d'installation, le numéro de lot et le numéro de catalogue. Il est également possible de saisir ces informations manuellement. Cliquer sur "Suivant" pour continuer.

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


Installation de IPAK Quanta - IPAK Quanta ICP - Optimizer

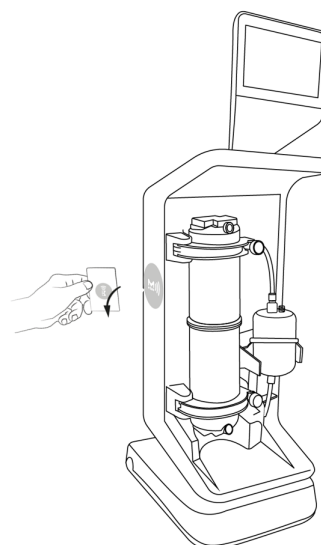
Scanner la carte RFID ou remplir le formulaire manuellement

Date d'installation : 2019-05-21 

N° lot : XXXXXXXXXX

Référence : IPAKICPK1

Annuler  Suivant




8. Dépressuriser à l'aide de la pédale de commande
Cliquer sur "Suivant" pour continuer.


Milli-Q IQ Element 1 2019-07-18 11:40

Installation de IPAK Quanta - IPAK Quanta ICP - Optimizer

Dépressurisation



Installer le Milli-Q IQ Element près d'un évier et appuyer sur la pédale de commande pour dépressuriser le système.

Annuler  Suivant

9. Remplacer l'IPAK Quanta®. Si applicable (Milli-Q® IQ 7000), remplacer également l'IPAK Meta®.

Milli-Q IQ Element 1 2019-07-25 14:06

Installation de IPAK Meta - IPAK Quanta - IPAK Quanta ICP - Optimizer



Accéder au système de production et insérer les packs neufs en les faisant pivoter jusqu'à entendre un clic.

Remarque : il convient d'abord de retirer les deux cartouches usagées avant d'installer les nouvelles.

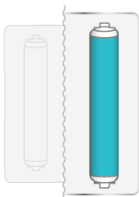
Annuler 

Remarque: Plus de détails sur l'IPAK Quanta® et l'IPAK Meta® sont disponibles dans le manuel d'utilisation du système IQ 7000 ou IQ7003/7005/7010/7015.

10. Une fois l'IPAK Quanta® - et, le cas échéant, l'IPAK Meta® - remplacé(s), cliquer sur "Suivant".


Milli-Q IQ Element 1 2019-07-18 11:43

Installation de IPAK Quanta - IPAK Quanta ICP - Optimizer



IPAK Quanta NEUF

Cliquez sur "Suivant" pour poursuivre l'installation.

 Suivant

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


Installation de IPAK Meta - IPAK Quanta - IPAK Quanta ICP - Optimizer

IPAK Meta NEUF

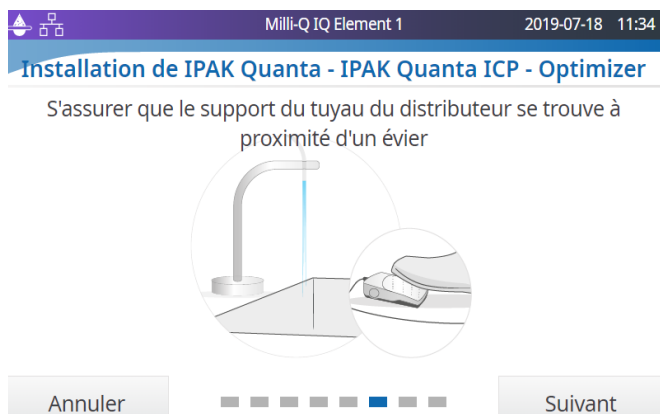


IPAK Quanta NEUF

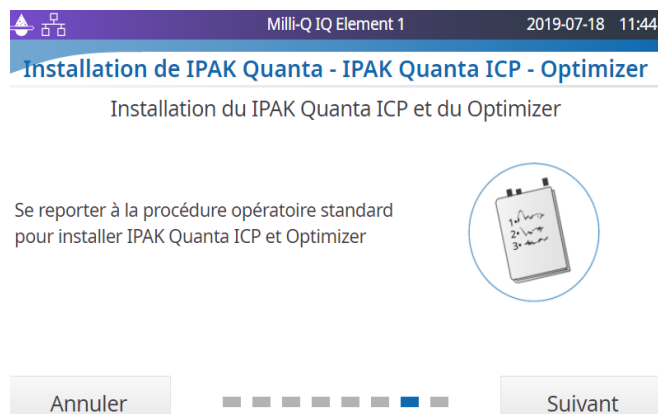
Cliquez sur "Suivant" pour poursuivre l'installation.

 Suivant

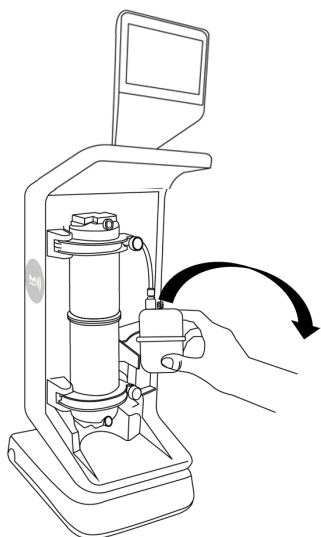
11. En gardant le tuyau de distribution au-dessus d'un évier, cliquer sur "Suivant".



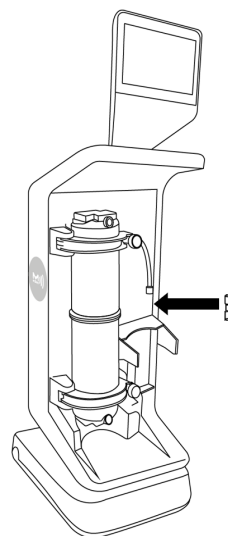
12. Cliquer sur "Suivant".



13. Retirer le Filtre final Optimizer LW™. Essuyer l'eau sortant des tuyaux.



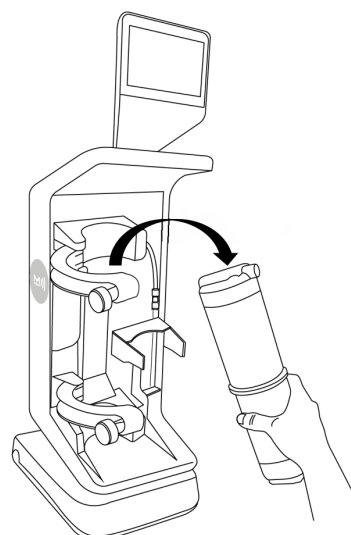
14. Installer la dérivation de l'Optimizer™. Elle se trouve normalement dans le petit sachet en plastique attaché au tuyau du dispositif.



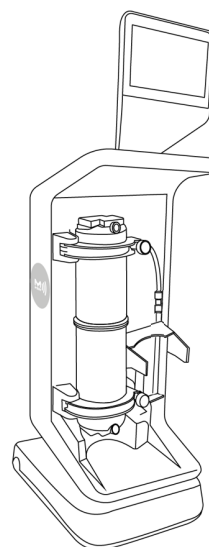
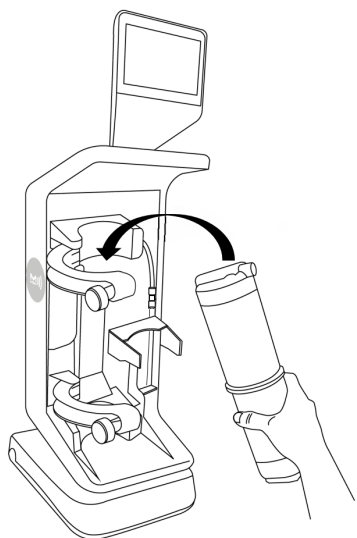
14 bis. Faire attention à l'orientation du raccord conique comme indiqué sur la photo ci-dessous. Le cercle étroit du cône doit être orienté vers la dérivation. La même logique s'applique au raccord conique supérieur.



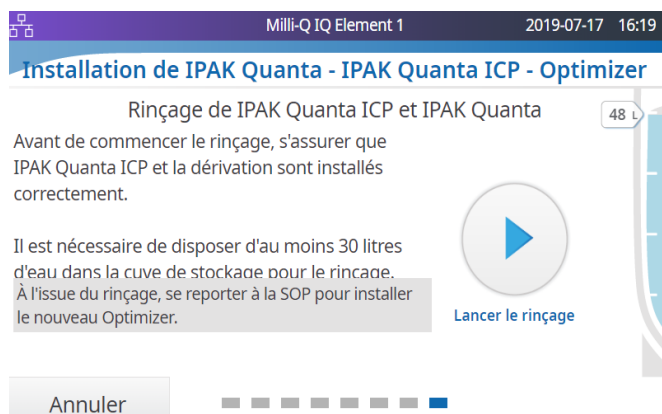
15. Retirer l'ancienne IPAK Quanta ICP®.



16. Installer la nouvelle IPAK Quanta ICP®. S'assurer de serrer les deux molettes pour fixer la cartouche.



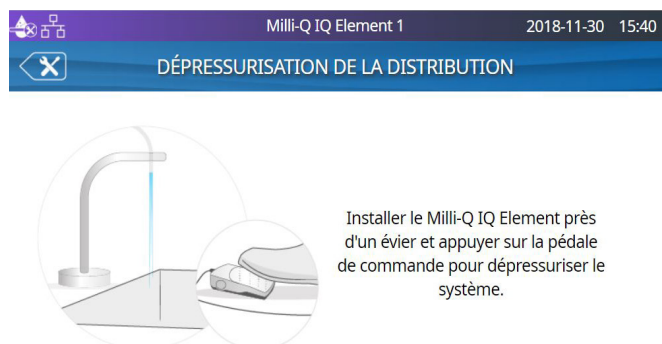
17. Cliquer sur le bouton "Commencer le rinçage".



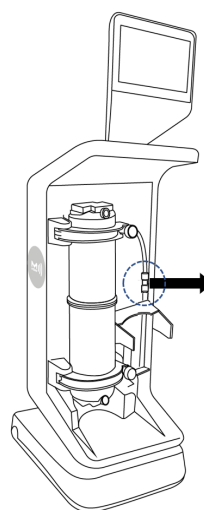
18. Utiliser la pédale de commande pour continuer.



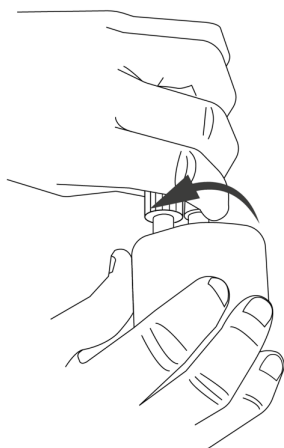
19. Attendre 10 minutes jusqu'à ce que le rinçage soit achevé et l'écran d'accueil affiché. Dépressuriser la distribution comme décrit sur la page 9.



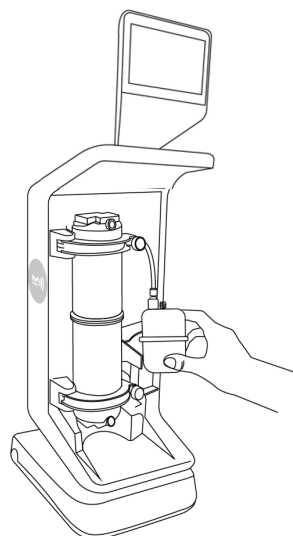
20. Retirer la dérivation de l'Optimizer™. La conserver dans un lieu sûr pour le prochain remplacement.



21. Retirer le filtre final Optimizer LW™ de son sachet d'emballage et serrer les deux écrous, livrés dans un sachet à part.



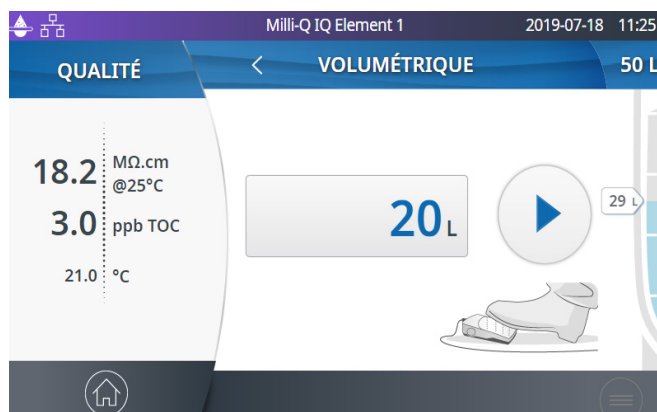
22. Installer le nouveau filtre final Optimizer LW™. Consulter l'étape 14 bis pour la connexion correcte des deux raccords coniques.



23. Appuyer sur le bouton "Quitter la maintenance" sur l'IHM.



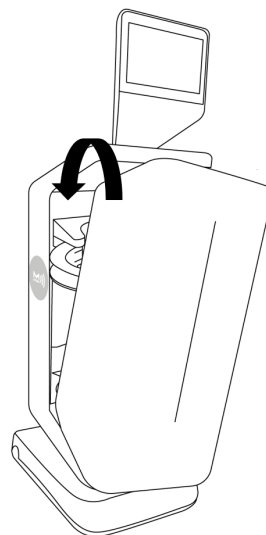
24. Sur l'écran d'accueil, réaliser un rinçage volumétrique de 20 l (consulter le chapitre Démarrage rapide).



25. Purger l'air de la cartouche IPAK Quanta ICP® (consulter le chapitre correspondant) et du filtre final Optimizer LW™ en desserrant temporairement son écrou supérieur.



26. Réinstaller la face avant de l'unité Milli-Q® IQ Element. Félicitations, vous avez terminé !



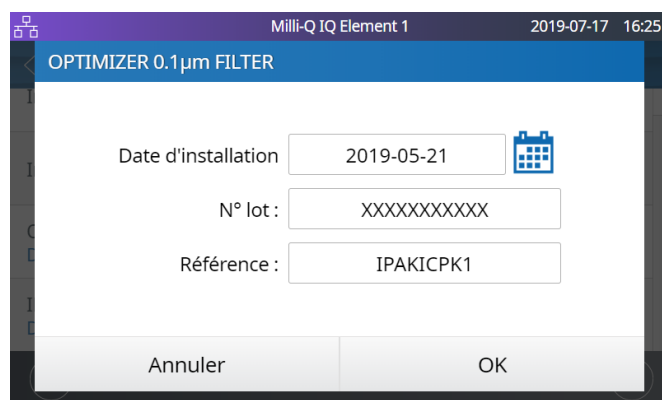
Traçabilité des consommables

L'enregistrement des données des consommables est inclus dans la Procédure opératoire standard du remplacement des consommables du kit décrit auparavant (étape 7, page 11). Vous pouvez ré-enregistrer le numéro de lot des consommables en accédant à "MAINTENANCE", "Installer les consommables" et soit "Optimizer" et/ou "IPAK Quanta ICP®" :

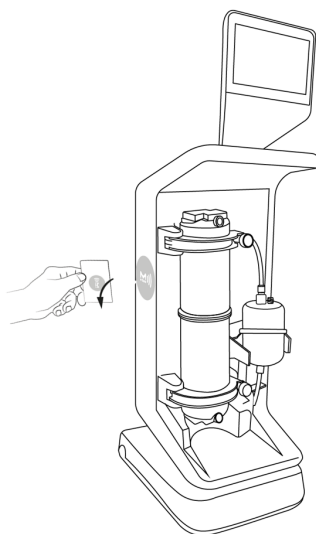


Le numéro de catalogue pour "Optimizer" et "IPAK Quanta ICP®" est le même : "IPAKICPK1".
Le numéro de lot est le même pour un kit de consommables MILLI-Q® IQ Element donné.

Par exemple, dans "Optimizer", l'écran suivant est affiché :



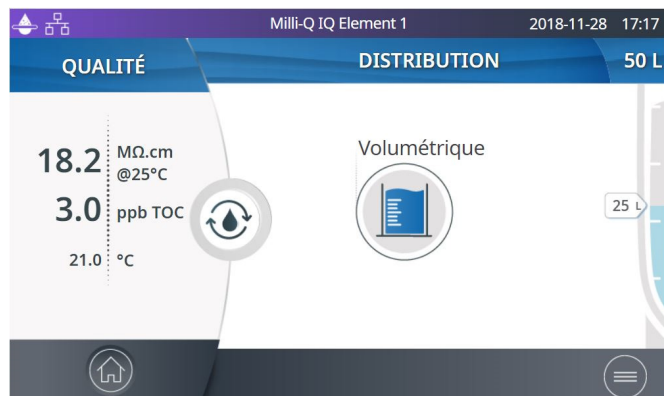
Vous pouvez soit saisir les données manuellement, soit les obtenir en lisant la carte RFID avec le lecteur d'étiquettes e-Sure.



Si vous saisissez les données manuellement, remplacez "XXXXXXXXXXXX" par le numéro de lot du kit. Le numéro de série est écrit sur l'étiquette de la boîte du kit. Les mêmes données exactes doivent être saisies ou lues pour "IPAK Quanta ICP®".

Purger l'air de la cartouche IPAK Quanta ICP®

1. Vérifier que le système n'est pas en mode Maintenance. Auquel cas, appuyer sur le bouton "Quitter la maintenance" pour revenir à l'écran d'accueil.



2. Se munir d'un tournevis à petite tête et à tige très mince. Un porte-mines peut également être utilisé, pour autant que la mine soit rétractée.



3. Localiser le petit trou sur la partie supérieure de la cartouche IPAK Quanta ICP®.



3. Insérer délicatement le tournevis dans la cartouche IPAK Quanta ICP®. Cela ouvre un petit orifice qui permet d'expulser l'air de la cartouche IPAK Quanta ICP®.



Important : faire très attention en poussant le bout du tournevis dans l'orifice de purge d'air de la cartouche IPAK Quanta ICP®. L'orifice ne doit être ouvert que très légèrement. Porter des lunettes de sécurité.




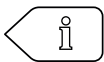









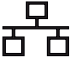









Nettoyage des surfaces externes

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces externes de l'équipement, utiliser un chiffon non pelucheux, humidifié avec un des agents désinfectants suivants :

- Isopropanol KLERCIDE™ à 70 % ou composition équivalente
- SPOR-KLENZ® (prêt à l'emploi) ou composition équivalente

À noter que l'application de tout autre agent sur les surfaces peut les endommager.

Icônes

Icône	Signification/Fonction	Icône	Signification/Fonction
	Recirculation		Distribution
	Distribution volumétrique		Retour au menu principal
	Démarrer distribution		Arrêter distribution
	Alarme avec nombre d'alarmes actives		Alerte
	Accueil		Menu
	Cuve de stockage		Responsable système connecté
	Clé USB connectée		État du LAN-Ethernet - Connecté
	Bouton curseur - ON		Bouton curseur - OFF
	Retour		Saisie à partir du calendrier
	Unité de production - Production d'eau en cours		Unité de production - Mode veille
	Unité de production - Bloquée		Unité de production - Maintenance en cours
	Unité de production - Quitter le menu Maintenance		

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du système

Qualité de l'eau Milli-Q® IQ Element

Paramètre	Valeur ou gamme
Résistivité	18,2 MΩ·cm à 25 °C
Carbone Oxydable Total (COT)	≤ 5 ppb
Débit	Jusqu'à 1,5 l/min

Notes :

- Ces spécifications sont valables pour une unité Milli-Q® IQ Element alimentée par un système Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 ou Milli-Q® IQ 7000 avec une résistivité de 18,2 MΩ·cm et un COT inférieur à 5 ppb.
- Certaines spécifications pourront n'être atteintes qu'après le démarrage et uniquement si le système a été correctement rincé.

Communication

Chaque unité Milli-Q® IQ Element est munie d'un grand écran HD, tactile et capacitif de 5" (Résolution : 800*480) qui permet un contrôle et une surveillance du système.

USB

L'unité Milli-Q® IQ Element est munie d'un port USB intégré qui offre la possibilité d'exporter les données et/ou l'historique du système. L'interface hôte est conforme avec la norme USB 2.0 Haute Vitesse.

Les clés USB ne fonctionnent que lorsqu'elles sont formatées en FAT32. Non compatible avec le format NTFS.

Ethernet

Lorsque le système est connecté via un protocole Ethernet, il est possible d'accéder à distance à l'interface écran à l'aide d'un navigateur Internet.

Pour les meilleures performances de navigation, le navigateur recommandé est Chrome®.

RFID (en cas de fonction d'identification par radiofréquence intégrée)

Utiliser uniquement l'antenne intégrée fournie. Une modification non autorisée de l'antenne ou l'utilisation d'accessoires non agréés est susceptible d'endommager le système et de le rendre non conforme avec la directive RED (Radio Equipment Directive) de l'UE et/ou à la réglementation de la FCC (Federal Communications Commission).

UE

Nous certifions que ces systèmes de purification d'eau pour le laboratoire sont conçus et fabriqués conformément aux directives du Conseil européen suivantes :

DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE. Les normes auxquelles ces appareils sont déclarés conformes sont les suivantes : Tests de compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) selon les normes : ETSI EN 300 330.

FCC

FCC part 15: 2014 Code of federal regulations.

Title 47 – Telecommunication chapter 1 – Federal Communication Commission.

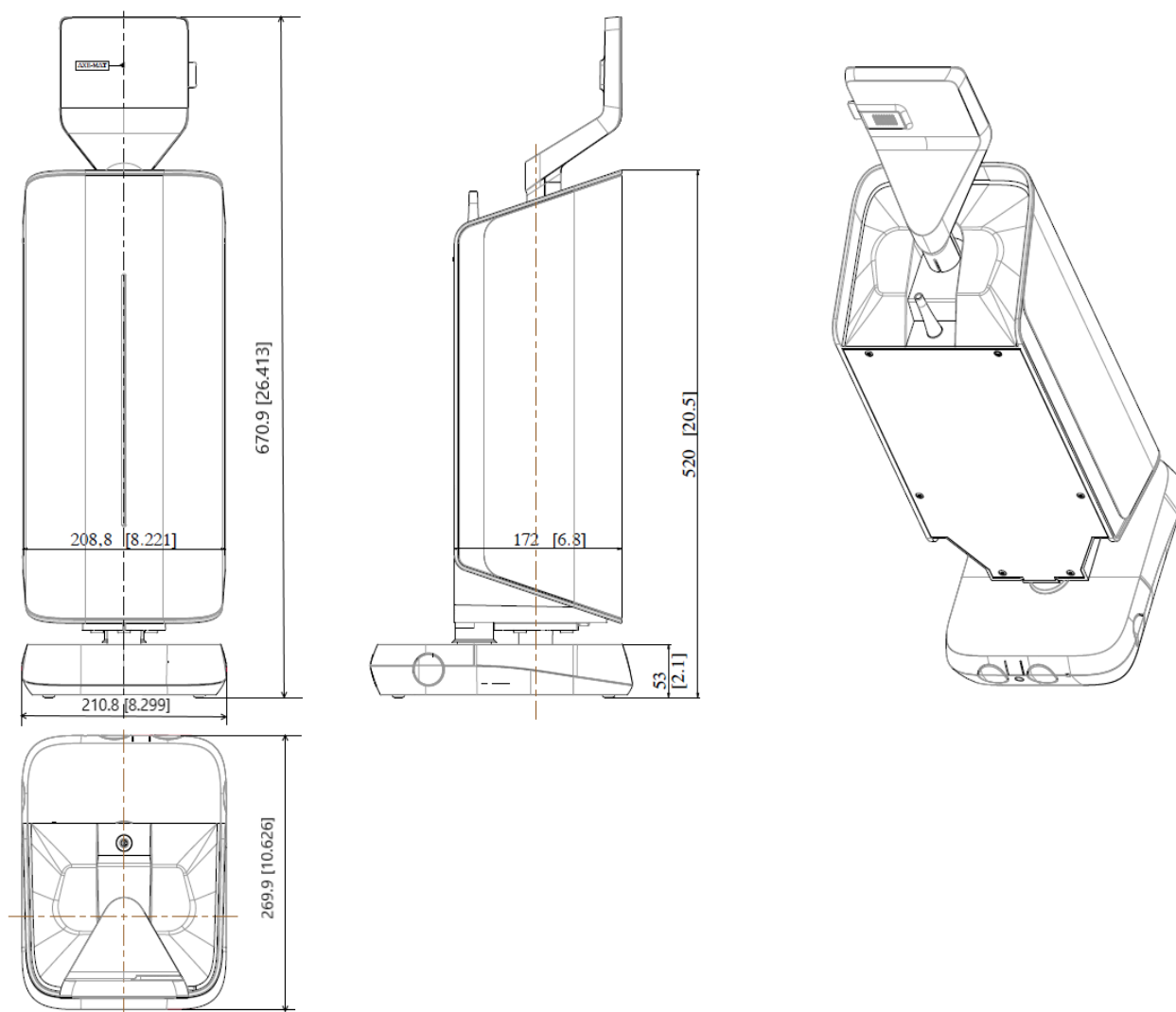
Part 15 – Radio frequency devices Sub-part C - Intentional Radiators Limits and Methods of measurement of radio disturbance.

Logiciel système

Le logiciel système inclut dans ce produit est protégé par le droit d'auteur et publié sous licence publique générale (GNU).

Les mentions légales sont disponibles sur l'écran du Milli-Q® IQ Element :
menu Informations > Applis Système > Mentions légales.

Dimensions et poids



Type de système	Poids net	Poids à l'expédition	Poids en fonctionnement
Milli-Q® IQ Element	7,5 kg	10,3 kg	9,1 kg

Le **poids net** est défini comme le poids du système sans son carton d'expédition. Les consommables et accessoires ne sont pas inclus.

Le **poids à l'expédition** est défini comme le poids du système vide dans son carton d'expédition. Les consommables et accessoires ne sont pas inclus.

Le **poids en fonctionnement** est défini comme le poids d'un système en eau avec tous ses consommables, mais sans aucun accessoire.



Recyclage

Directive 2012/19/UE : pour les utilisateurs européens uniquement

Le symbole représentant une "poubelle barrée" sur un produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, le produit devra être apporté à un point de collecte qui gère le recyclage des équipements électriques et électroniques.

L'élimination appropriée de l'équipement contenant des composants électriques ou électroniques contribuera à réduire les effets de la pollution sur l'environnement et la santé humaine. Un recyclage approprié de ces produits aidera à la préservation de l'environnement et à la protection des ressources naturelles. Pour de plus amples informations sur le recyclage des produits contenant des composants électriques ou électroniques, veuillez contacter votre responsable ou votre organisme local chargé du recyclage.

Guide d'achat

Accessoires

Nom	Référence
Système de purification d'eau Milli-Q® IQ Element	ZIQELEMTO
Pédale de commande	ZMQSFTSA1
Connecteur 2 m Système-POD	ZFC0NN2SQ
Connecteur 5 m Système-POD	ZFC0NN5SQ
Connecteur 2 m POD-POD	ZFC0NN2QQ
Connecteur 5 m POD-POD	ZFC0NN5QQ

Remarque : une pédale de commande (Réf. ZMQSFTSA1) est incluse avec le Milli-Q® IQ Element (Réf. ZIQELEMTO).

Consommables – À commander sur www.mymilliqconsumables.com

Description	Référence
Kit de consommables MILLI-Q® IQ Element	IPAKICPK1

MENTIONS LÉGALES & GARANTIE

La politique de Millipore SAS a toujours été d'améliorer constamment ses produits.

Les informations figurant dans le présent document sont sujettes à modifications sans préavis et n'impliquent aucun engagement de la part de Millipore SAS. Millipore SAS décline toute responsabilité quant aux erreurs susceptibles de figurer dans ce document. Ce manuel d'utilisation est toutefois considéré comme exhaustif et exact au moment de sa publication. Millipore SAS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des préjudices liés à ou découlant de l'utilisation de ce manuel.

Garantie des produits et limites de responsabilité

La garantie et les limites de responsabilité applicables aux produits figurant dans cette publication sont disponibles sur www.sigmaaldrich.com (sous les "Conditions générales de vente" applicables à votre transaction commerciale).

Copyright

© Millipore SAS 2018.

Tous droits réservés. La reproduction, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ce manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Millipore SAS.

Les photographies illustrant les produits ne sont pas contractuelles.

Marques commerciales Nouveaux noms de marques

L'initiale M, Millipore, Milli-Q, Q-POD, E-POD, A10, ech₂o, IPAK Gard, IPAK Quanta, IPAK Quanta ICP, Millipak, Biopak EDS-Pak, VOC-Pak et LC-Pak sont des marques de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

Millipore SAS est une filiale de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

Toutes les autres marques citées sont des marques de leurs fabricants respectifs.

L'activité Life Science de Merck KGaA, Darmstadt (Allemagne) opère sous le nom de MilliporeSigma aux États-Unis et au Canada.

QR Code est une marque de DENSO WAVE INCORPORATED, déposée au Japon et dans d'autres pays.

Informations relatives à la sécurité

Votre système Milli-Q® doit être utilisé conformément aux instructions données dans ce manuel d'utilisation. Les spécifications hydrauliques et électriques, en particulier, doivent être respectées. Il est essentiel d'utiliser cet équipement selon les indications précisées dans ce manuel ; toute utilisation non conforme peut invalider les éléments de sécurité du système Milli-Q®.

L'installation et la maintenance ne doivent être effectuées que par une personne qualifiée. Les EPI (équipements de protection individuelle) appropriés doivent être portés et des pratiques professionnelles sûres doivent être suivies.

Le système Milli-Q® IQ Element a été testé par une société indépendante et agréée afin d'établir sa conformité avec les directives de l'UE relatives à la sécurité et à la compatibilité électromagnétiques. La déclaration de conformité est disponible sur demande. Le système a été fabriqué en utilisant des composants et des pratiques recommandés par l'UL et a obtenu la certification ULus. La certification et les certificats OC peuvent être vérifiés sur www.members.IECEE.org.

Référence du document : MILLI-Q_IQ_Element_User_Manual_FR

Révision : V5.0