

1.00609.0001

Spectroquant® Nitrite Cell Test

NO₂⁻

USEPA equivalent for drinking water and wastewater

1. Method

In acidic solution nitrite ions react with iron(II) ethylenediammonium sulfate to form a yellow to green-brown iron(II) compound that is determined photometrically.

2. Measuring range and number of determinations

Measuring range	Number of determinations
1.0 - 90.0 mg/l NO ₂ -N	25
3.3 - 295.2 mg/l NO ₂ ⁻	

For programming data for selected photometers / spectrophotometers see www.sigmaaldrich.com/photometry.

3. Applications

Sample material:

Groundwater, drinking water, and surface water
Seawater
Wastewater
Food after appropriate sample pretreatment
Soils after appropriate sample pretreatment

4. Influence of foreign substances

This was checked individually in solutions containing 45 and 0 mg/l NO₂-N. The determination is not yet interfered with up to the concentrations of foreign substances given in the table. Cumulative effects were not checked; such effects can, however, not be excluded.

Concentrations of foreign substances in mg/l or %					
Ag ⁺	1	Cu ²⁺	100	Pb ²⁺	1000
BO ₃ ²⁻	1000	F ⁻	100	PO ₄ ³⁻	1000
Ca ²⁺	1000	Fe ³⁺	1	S ²⁻	10
Cd ²⁺	1000	Hg ²⁺	100	SiO ₃ ²⁻	1000
CN ⁻	1000	Mg ²⁺	1000	Sn ²⁺	10
CO ₃ ²⁻	100	Mn ²⁺	1000	Zn ²⁺	1000
Cr ³⁺	100	Mo ⁶⁺	500		
CrO ₄ ²⁻	100	NH ₄ ⁺	1000		
				EDTA	1000
				Reducing agents (ascorbic acid, sulfite)	10
				NaCl	20%
				NaNO ₃	20%
				Na ₂ SO ₄	15%

5. Reagents and auxiliaries

The test reagents are stable up to the date stated on the pack when stored closed at +15 to +25 °C.

Package contents:

1 bottle of reagent NO₂-1K
25 reaction cells
1 sheet of round stickers for numbering the cells

Other reagents and accessories:

MQuant® Nitrite Test, Cat. No. 1.10022,
measuring range 0.1 - 3 g/l NO₂⁻ (100 - 3000 mg/l NO₂⁻, 0.03 - 0.9 g/l NO₂-N)
MQuant® Universal indicator strips pH 0 - 14, Cat. No. 1.09535
MQuant® pH-indicator strips pH 0 - 6.0, Cat. No. 1.09531
Sulfuric acid 0.5 mol/l Titripur®, Cat. No. 1.09072
Nitrite standard solution, 40.0 mg/l NO₂-N, Cat. No. 1.25042
Pipette for a pipetting volume of 8.0 ml

6. Preparation

- Analyze immediately after sampling.
- Check the nitrite content with the MQuant® Nitrite Test.
Samples containing more than 90.0 mg/l NO₂-N must be diluted with distilled water.
- The pH must be within the range 1 - 12.**
Adjust, if necessary, with sulfuric acid.
- Filter turbid samples.

7. Procedure

Reagent NO ₂ -1K	2 level blue microspoons (in the cap of the NO ₂ -1K bottle)	Place into a reaction cell.
Pretreated sample (15 - 25 °C)	8.0 ml	Add with pipette, close the cell tightly, and shake vigorously until the reagent is completely dissolved.
Leave to stand for exactly 20 min (reaction time), then measure the sample in the photometer. Do not shake or swirl the cell before the measurement!		

Notes on the measurement:

- For photometric measurement the cells must be clean.
Wipe, if necessary, with a clean dry cloth.
- Measurement of turbid solutions yields false-high readings.
- The pH of the measurement solution must be within the range 1.2 - 1.6.
- The color of the measurement solution remains stable for only a short time after the end of the reaction time stated above.**

8. Analytical quality assurance

recommended before each measurement series
To check the photometric measurement system (test reagent, measurement device, handling) and the mode of working, the nitrite standard solution (see section 5) can be used.

Sample-dependent interferences (matrix effects) can be determined by means of standard addition.

Additional notes see under www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits.
For quality and batch certificates for Spectroquant® test kits see the website, where you will find all data in production control, that are determined in accordance with ISO 8466-1 and DIN 38402 A51.

9. Note

Dispose of chemical waste in accordance with the local regulations.
Information on disposal can also be found at
www.sigmaaldrich.com/spectroquant-retrologistic.

1.00609.0001

Spectroquant® Nitrit-Küvettentest

NO₂⁻

Äquivalent zu USEPA-Methoden für Trink- und Abwasser

1. Methode

Nitrit-Ionen bilden in saurer Lösung mit Eisen(II)-ethylendiammoniumsulfat eine gelbe bis grünbraune Eisen(II)-Verbindung, die photometrisch bestimmt wird.

2. Messbereich und Anzahl der Bestimmungen

Messbereich	Anzahl der Bestimmungen
1,0 - 90,0 mg/l NO ₂ -N	25
3,3 - 295,2 mg/l NO ₂ ⁻	

Programmierdaten für ausgewählte Photometer / Spektralphotometer s. www.sigmaaldrich.com/photometry.

3. Anwendungsbereich

Probenmaterial:

Grund-, Trink- und Oberflächenwasser
Meerwasser
Abwasser
Lebensmittel nach entsprechender Probenvorbereitung
Böden nach entsprechender Probenvorbereitung

4. Einfluss von Fremdstoffen

Dieser wurde individuell an Lösungen mit 45 bzw. 0 mg/l NO₂-N überprüft. Bis zu den in der Tabelle angegebenen Fremdstoffkonzentrationen wird die Bestimmung noch nicht gestört. Kumulative Effekte wurden nicht geprüft, sind jedoch nicht auszuschließen.

Fremdstoffkonzentration in mg/l bzw. %					
Ag⁺	1	Cu²⁺	100	Pb²⁺	1000
BO₃²⁻	1000	F⁻	100	PO₄³⁻	1000
Ca²⁺	1000	Fe³⁺	1	S²⁻	10
Cd²⁺	1000	Hg²⁺	100	SiO₃²⁻	1000
CN⁻	1000	Mg²⁺	1000	Sn²⁺	10
CO₃²⁻	100	Mn²⁺	1000	Zn²⁺	1000
Cr³⁺	100	Mo⁶⁺	500		
CrO₄²⁻	100	NH₄⁺	1000		

5. Reagenzien und Hilfsmittel

Die Testreagenzien sind - bei +15 bis +25 °C verschlossen aufbewahrt - bis zu dem auf der Packung angegebenen Datum verwendbar.

Packungsinhalt:

1 Flasche Reagenz NO₂-1K
25 Reaktionsküvetten
1 Bogen Klebepunkte zur Nummerierung der Küvetten

Weitere Reagenzien und Zubehör:

MQuant® Nitrit-Test, Art. 1.10022,
Messbereich 0,1 - 3 g/l NO₂⁻ (100 - 3000 mg/l NO₂⁻, 0,03 - 0,9 g/l NO₂-N)
MQuant® pH-Universalindikatorstäbchen pH 0 - 14, Art. 1.09535
MQuant® Indikatorstäbchen pH 0 - 6,0, Art. 1.09531
Schwefelsäure 0,5 mol/l Titripur®, Art. 1.09072
Nitrit-Standardlösung, 40,0 mg/l NO₂-N, Art. 1.25042
Pipette für Pipettivolumen 8,0 ml

6. Vorbereitung

- Proben sofort nach der Probenahme analysieren.
- Nitrit-Gehalt überprüfen mit MQuant® Nitrit-Test.
Proben mit mehr als 90,0 mg/l NO₂-N sind mit dest. Wasser zu verdünnen.
- **pH-Wert soll im Bereich 1 - 12 liegen.**
Falls erforderlich, mit Schwefelsäure einstellen.
- Trübe Proben filtrieren.

7. Durchführung

Reagenz NO ₂ -1K	2 gestrichene blaue Mikrolöffel (im Deckel der NO ₂ -1K-Flasche)	In eine Reaktionsküvette geben.
Vorbereitete Probe (15 - 25 °C)	8,0 ml	Mit Pipette zugeben und die fest verschlossene Küvette kräftig schütteln, bis das Reagenz vollständig gelöst ist.

Genau 20 min stehen lassen (Reaktionszeit), dann Messprobe im Photometer messen.

Küvette vor der Messung nicht schütteln oder umschwenken!

Hinweise zur Messung:

- Zur photometrischen Messung müssen die Küvetten sauber sein. Ggf. mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen.
- Trübungen nach vollendeter Reaktion ergeben zu hohe Messwerte.
- pH-Wert der Messlösung soll im Bereich 1,2 - 1,6 liegen.
- **Die Farbe der Messlösung bleibt nach Ablauf der o. a. Reaktionszeit nur kurze Zeit stabil.**

8. Analytische Qualitätssicherung

wird vor jeder Messserie empfohlen

Zur Überprüfung des photometrischen Messsystems (Testreagenz, Messvorrichtung, Handhabung) und der Arbeitsweise kann die Nitrit-Standardlösung (s. Abschnitt 5) verwendet werden.

Probenabhängige Störungen (Matrixeffekte) können durch Standardaddition ermittelt werden.

Zusätzliche Hinweise unter www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits.
Qualitäts- und Chargenzertifikate für Spectroquant® Testsätze s. Website.
Dort sind alle Daten der Produktionskontrolle aufgeführt, die nach ISO 8466-1 und DIN 38402 A51 ermittelt wurden.

9. Hinweis

Chemikalienabfälle gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.

Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie auch auf www.sigmaaldrich.com/spectroquant-retrologistic.

1.00609.0001

Spectroquant®

Test en tube Nitrites

NO₂⁻

Equivalent aux méthodes USEPA pour les eaux potables et usées

1. Méthode

Dans une solution acide les ions nitrites forment avec le fer(II) éthylène-diammonium sulfate un composé fer(II) jaune à brun vert qui est dosé par photométrie.

2. Domaine de mesure et nombre de dosages

Domaine de mesure	Nombre de dosages
1,0 - 90,0 mg/l de NO ₂ -N	25
3,3 - 295,2 mg/l de NO ₂ ⁻	

Données de programmation pour les photomètres / spectrophotomètres choisis, cf. www.sigmaaldrich.com/photometry.

3. Applications

Echantillons :

Eaux souterraines, eau potable et eaux de surface
Eau de mer
Eaux usées
Aliments après prétraitement approprié de l'échantillon
Sols après prétraitement approprié de l'échantillon

4. Influence des substances étrangères

La vérification a eu lieu au cas par cas sur des solutions contenant 45 et 0 mg/l de NO₂-N. Le dosage n'est pas encore perturbé jusqu'aux concentrations de substances étrangères indiquées dans le tableau. On n'a pas contrôlé s'il y a des effets cumulatifs, mais ceux-ci ne sont pas à exclure.

Concentrations de substances étrangères en mg/l ou %					
Ag ⁺	1	Cu ²⁺	100	Pb ²⁺	1000
BO ₃ ²⁻	1000	F ⁻	100	PO ₄ ³⁻	1000
Ca ²⁺	1000	Fe ³⁺	1	S ²⁻	10
Cd ²⁺	1000	Hg ²⁺	100	SiO ₃ ²⁻	1000
CN ⁻	1000	Mg ²⁺	1000	Sn ²⁺	10
CO ₃ ²⁻	100	Mn ²⁺	1000	Zn ²⁺	1000
Cr ³⁺	100	Mo ⁶⁺	500		
CrO ₄ ²⁻	100	NH ₄ ⁺	1000		

5. Réactifs et produits auxiliaires

Conservés hermétiquement fermés entre +15 et +25 °C, les réactifs-test sont utilisables jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.

Contenu d'un emballage :

1 flacon de réactif NO₂-1K
25 tubes à essai avec réactif
1 feuille de pastilles autocollantes pour le numérotage des tubes

Autres réactifs et accessoires :

MQuant® Test Nitrites, art. 1.10022, domaine de mesure 0,1 - 3 g/l de NO₂⁻ (100 - 3000 mg/l de NO₂⁻, 0,03 - 0,9 g/l de NO₂-N)
MQuant® Bandelettes indicatrices universelles pH 0 - 14, art. 1.09535
MQuant® Bandelettes indicatrices de pH pH 0 - 6,0, art. 1.09531
Acide sulfurique 0,5 mol/l Titripur®, art. 1.09072
Nitrites - solution étalon, 40,0 mg/l de NO₂-N, art. 1.25042

Pipette pour un volume de pipettage de 8,0 ml

6. Préparation

- Analyser les échantillons immédiatement après leur prélèvement.
- Vérifier la teneur en nitrites avec le test Nitrites MQuant®. Les échantillons contenant plus de 90,0 mg/l de NO₂-N doivent être dilués avec de l'eau distillée.
- Le pH doit être compris entre 1 et 12.** L'ajuster si nécessaire avec de l'acide sulfurique.
- Filtrer les échantillons troubles.

7. Mode opératoire

Réactif NO ₂ -1K	2 microcuillers bleues arasées (dans le bouchon du flacon NO ₂ -1K)	Introduire dans le tube à essai.
Echantillon préparé (15 - 25 °C)	8,0 ml	Ajouter à la pipette, boucher le tube hermétiquement et l'agiter vigoureusement jusqu'à dissolution totale du réactif.

Laisser reposer exactement 20 minutes (temps de réaction), puis mesurer l'échantillon dans le photomètre.

Ne pas secouer ni agiter le tube avant la mesure.

Remarques concernant la mesure :

- Les tubes utilisés pour la mesure photométrique doivent être propres. Les essuyer le cas échéant avec un chiffon sec et propre.
- Les troubles éventuels se développant après la réaction donnent des résultats trop élevés.
- Le pH de la solution à mesurer doit être compris entre 1,2 et 1,6.
- La couleur de la solution à mesurer ne reste que peu de temps stable passé le temps de réaction indiqué plus haut.**

8. Assurance de la qualité d'analyse

conseillé avant chaque série de mesures

Pour le contrôle du système de mesure photométrique (réactif-test, dispositif de mesure, manipulation) et du mode opératoire, on peut utiliser la solution étalon de nitrites (cf. § 5).

Les interférences dépendant de l'échantillon (effets de matrice) peuvent être déterminées au moyen de l'addition d'étalon.

Remarques complémentaires, cf. sous www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits.

Certificats de qualité et de lot pour les tests Spectroquant®, cf. site web. On y trouve une liste de toutes les données du contrôle en cours de production qui ont été déterminées selon ISO 8466-1 et DIN 38402 A51.

9. Remarque

Éliminez les déchets chimiques conformément aux réglementations locales.

Des informations sur l'élimination sont également disponibles sur www.sigmaaldrich.com/spectroquant-retrologistic.

1.00609.0001

Spectroquant®

Test en cubetas Nitritos NO_2^-

Equivalente a los métodos USEPA para aguas potables y residuales

1. Método

En solución ácida los iones nitrito forman con sulfato de etilendiamonio y hierro(II) un compuesto de hierro(II) amarillo a pardo verdoso que se determina fotométricamente.

2. Intervalo de medida y número de determinaciones

Intervalo de medida	Número de determinaciones
1,0 - 90,0 mg/l de $\text{NO}_2\text{-N}^{1)}$	25
3,3 - 295,2 mg/l de NO_2^-	

¹⁾ N de nitrito

Datos de programación para determinados fotómetros / espectrofotómetros, ver www.sigmaaldrich.com/photometry.

3. Campo de aplicaciones

Material de las muestras:

Aguas subterráneas, potables y superficiales
 Agua de mar
 Aguas residuales
 Alimentos tras preparación apropiada de la muestra
 Suelos tras preparación apropiada de la muestra

4. Influencia de sustancias extrañas

Ésta se comprobó de forma individual en soluciones con 45 y con 0 mg/l de $\text{NO}_2\text{-N}$. Hasta las concentraciones de sustancias extrañas indicadas en la tabla la determinación todavía no es interferida. No se han controlado efectos cumulativos; sin embargo, éstos no pueden ser excluidos.

Concentración de sustancias extrañas en mg/l o en %					
Ag^+	1	Cu^{2+}	100	Pb^{2+}	1000
BO_3^{2-}	1000	F^-	100	PO_4^{3-}	1000
Ca^{2+}	1000	Fe^{3+}	1	S^{2-}	10
Cd^{2+}	1000	Hg^{2+}	100	SiO_3^{2-}	1000
CN^-	1000	Mg^{2+}	1000	Sn^{2+}	10
CO_3^{2-}	100	Mn^{2+}	1000	Zn^{2+}	1000
Cr^{3+}	100	Mo^{6+}	500		
CrO_4^{2-}	100	NH_4^+	1000%		

5. Reactivos y auxiliares

Los reactivos del test son utilizables hasta la fecha indicada en el envase si se conservan cerrados entre +15 y +25 °C.

Contenido del envase:

1 frasco de reactivo $\text{NO}_2\text{-1K}$
 25 cubetas de reacción
 1 hoja con etiquetas redondas autoadhesivas para numerar las cubetas

Otros reactivos y accesorios:

MQuant® Test Nitritos, art. 1.10022,
 intervalo de medida 0,1 - 3 g/l de NO_2^- (100 - 3000 mg/l de $\text{NO}_2\text{-N}$),
 0,03 - 0,9 g/l de $\text{NO}_2\text{-N}$)
 MQuant® Tiras indicadoras universales pH 0 - 14, art. 1.09535
 MQuant® Tiras indicadoras del pH pH 0 - 6,0, art. 1.09531
 Ácido sulfúrico 0,5 mol/l Titripur®, art. 1.09072
 Nitritos - solución patrón, 40,0 mg/l de $\text{NO}_2\text{-N}$, art. 1.25042

Pipeta para un volumen de pipeteo de 8,0 ml

6. Preparación

- Analizar las muestras inmediatamente después de la toma de muestras.
- Comprobar el contenido de nitritos con el test Nitritos MQuant®. Las muestras con más de 90,0 mg/l de $\text{NO}_2\text{-N}$ deben diluirse con agua destilada.
- El valor del pH debe encontrarse en el intervalo 1 - 12.** Si es necesario, ajustar con ácido sulfúrico.
- Filtrar las muestras turbias.

7. Técnica

Reactivo $\text{NO}_2\text{-1K}$	2 microcucharas azules rasas (en la tapa del frasco $\text{NO}_2\text{-1K}$)	Introducir en una cubeta de reacción.
Muestra preparada (15 - 25 °C)	8,0 ml	Añadir con pipeta y agitar vigorosamente la cubeta firmemente cerrada hasta que el reactivo se haya disuelto completamente .
Dejar en reposo exactamente 20 minutos (tiempo de reacción), luego medir la muestra de medición en el fotómetro. ¡No agitar o balancear la cubeta antes de la medición!		

Notas sobre la medición:

- Para la medición fotométrica las cubetas deben estar limpias. Si es necesario, limpiarlas con un paño seco y limpio.
- Las turbideces después de acabada la reacción dan como resultado valores falsamente elevados.
- El valor del pH de la solución de medición debe encontrarse en el intervalo 1,2 - 1,6.
- El color de la solución de medición permanece estable sólo por breve tiempo después de transcurrido el tiempo de reacción antes indicado.**

8. Aseguramiento analítico de la calidad

se recomienda antes de cada serie de mediciones Para comprobar el sistema fotométrico de medición (reactivo del test, dispositivo de medición, manipulación) y el modo de trabajo puede usarse la solución patrón de nitritos (ver apartado 5).

Mediante adición de patrón se pueden determinar las interferencias dependientes de la muestra (efectos de matriz).

Notas adicionales, ver bajo www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits.
 Certificados de calidad y lote para Kits de test de Spectroquant®, véase el sitio web. Allí se indican todos los datos del control de producción que se han obtenido según ISO 8466-1 y DIN 38402 A51.

9. Nota

Deseche los residuos químicos de acuerdo con las regulaciones locales.

La información sobre la eliminación también se puede encontrar en www.sigmaaldrich.com/spectroquant-retrologistic.

1.00609.0001

Spectroquant®

Test in cuvetta Nitriti

NO₂⁻

Equivalente a metodi USEPA per le acque potabili e di scarico

1. Metodo

In soluzione acida, gli ioni nitriti formano con solfato di etilendiammonio ferroso un composto di ferro(II) da giallo a verde-bruno, il quale viene determinato fotometricamente.

2. Intervallo di misura e numero delle determinazioni

Intervallo di misura	Numero delle determinazioni
1,0 - 90,0 mg/l NO ₂ -N	25
3,3 - 295,2 mg/l NO ₂ ⁻	

Per i dati di programmazione per fotometri / spettrofotometri selezionati - visitare www.sigmaaldrich.com/photometry.

3. Settore d'impiego

Materiale d'esame:

Acque sotterranee, potabili e di superficie

Acqua di mare

Acque di scarico

Alimenti dopo preparazione appropriata del campione

Suoli dopo preparazione appropriata del campione

4. Interferenze

L'interferenza è stata controllata singolarmente su soluzioni con 45 e 0 mg/l NO₂-N. La determinazione non subisce interferenze fino alle concentrazioni delle sostanze estranee indicate in tabella. Non sono stati verificati eventuali effetti cumulativi che non possono tuttavia essere esclusi.

Concentrazioni di sostanze estranee risp. in mg/l o %					
Ag ⁺	1	Cu ²⁺	100	Pb ²⁺	1000
BO ₃ ²⁻	1000	F ⁻	100	PO ₄ ³⁻	1000
Ca ²⁺	1000	Fe ³⁺	1	S ²⁻	10
Cd ²⁺	1000	Hg ²⁺	100	SiO ₃ ²⁻	1000
CN ⁻	1000	Mg ²⁺	1000	Sn ²⁺	10
CO ₃ ²⁻	100	Mn ²⁺	1000	Zn ²⁺	1000
Cr ³⁺	100	Mo ⁶⁺	500		
CrO ₄ ²⁻	100	NH ₄ ⁺	1000		

5. Reattivi ed accessori

I reattivi del test, conservati sigillati a +15 fino a +25 °C, si mantengono inalterati fino alla data indicata sulla confezione.

Contenuto della confezione:

1 flacone di reattivo NO₂-1K

25 cuvette di reazione

1 foglio con etichette aderenti per contrassegnare le cuvette

Ulteriori reattivi ed accessori:

MQuant® Test Nitriti, art. 1.10022,

intervallo di misura 0,1 - 3 g/l NO₂⁻ (100 - 3000 mg/l NO₂⁻, 0,03 - 0,9 g/l NO₂-N)

MQuant® Strisce indicatrici universali pH 0 - 14, art. 1.09535

MQuant® Strisce indicatrici pH pH 0 - 6,0, art. 1.09531

Acido solforico 0,5 mol/l Titripur®, art. 1.09072

Nitriti - soluzione standard, 40,0 mg/l NO₂-N, art. 1.25042

Pipetta per un volume di dispensazione di 8,0 ml

6. Preparazione

- Analizzare i campioni immediatamente dopo il prelievo.
- Controllare il contenuto dei nitriti con il test Nitriti MQuant®. I campioni con più di 90,0 mg/l NO₂-N devono essere diluiti con acqua distillata.
- Il pH deve rientrare nell'intervallo 1 - 12.** Se necessario, regolare con acido solforico.
- Filtrare i campioni torbidi.

7. Esecuzione

Reattivo NO ₂ -1K	2 microcucchiaini rasi blu (nel tappo del flacone NO ₂ -1K)	Aggiungere nella cuvetta di reazione.
Campione preparato (15 - 25 °C)	8,0 ml	Aggiungere con pipetta ed agitare fortemente la cuvetta ben chiusa finché il reattivo sia completamente disciolto .

Lasciar riposare per esattamente 20 min. (tempo di reazione), poi misurare il campione da analizzare nel fotometro.

Non scuotere o agitare la cuvetta prima della misurazione!

Indicazioni per la misurazione:

- Per la misurazione fotometrica le cuvette devono essere ben pulite. Eventualmente asciugare con panno asciutto e pulito.
- Eventuali intorbidamenti che si creano a reazione avvenuta danno valori troppo elevati.
- Il pH della soluzione di misura deve rientrare nell'intervallo 1,2 - 1,6.
- Dopo che è trascorso il tempo di reazione sopraindicato, il colore della soluzione di misura rimane stabile solo per breve tempo.**

8. Assicuramento della qualità analitica

raccomandato prima di ogni serie di misurazioni

Per il controllo del sistema di misura fotometrico (reattivi del test, dispositivo di misura, maneggio) e della modalità operativa si può utilizzare la soluzione standard di nitriti (vedere punto 5).

Interferenze provenienti dal campione (effetti matrice) possono essere verificate per mezzo di addizione di standard.

Per ulteriori indicazioni, consultare www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits.

Per i certificati di qualità e dei lotti nei kit dei test Spectroquant® consultare il sito Internet dove sono raccolti tutti i dati di controllo della produzione determinati secondo ISO 8466-1 e DIN 38402 A51.

9. Avvertenza

Smaltire i rifiuti chimici in conformità alle normative locali.

Le informazioni sullo smaltimento sono disponibili anche all'indirizzo www.sigmaaldrich.com/spectroquant-retrologistic.