

1.14547.0001

Spectroquant® Nitrite Cell Test

NO₂⁻

USEPA equivalent for drinking water and wastewater

1. Method

In acidic solution nitrite ions react with sulfanilic acid to form a diazonium salt, which in turn reacts with N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride to form a red-violet azo dye. This dye is determined photometrically. **The method is analogous to EPA 354.1, APHA 4500-NO₂⁻ B, DIN EN 26777, and ISO 6777.**

2. Measuring range and number of determinations

Measuring range	Number of determinations
0.010 - 0.700 mg/l NO₂-N	25
0.03 - 2.30 mg/l NO₂⁻	

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 0,5 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	Cu²⁺	100	Pb²⁺	1000
Ca²⁺	1000	F⁻	100	PO₄³⁻	1000
Cd²⁺	1000	Fe³⁺	1	S²⁻	10
CN⁻	1000	Hg²⁺	100	SiO₃²⁻	1000
CO₃²⁻	100	Mg²⁺	1000	Sn²⁺	10
Cr³⁺	100	Mn²⁺	1000	Zn²⁺	1000
Cr₂O₇²⁻	1	NH₄⁺	1000		
				EDTA	1000
				Reducing agents (ascorbic acid, sulfite)	10
				NaCl	20%
				NaNO₃	20%
				Na₂SO₄	15%

5. Reagents and auxiliaries

Please note the warnings on the packaging materials!

Store the pack protected from light!

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

Package contents:

25 reaction cells¹⁾
1 sheet of round stickers for numbering the cells

¹⁾ The effect of temperature and atmospheric moisture can cause an inhomogeneous discoloration of the reagent. Gray to black particles may be formed. The changes in color described here have no influence on the measurement results.

Other reagents and accessories:

MQuant® Nitrite Test, Cat. No. 1.10057,
measuring range 0.5 - 10 mg/l NO₂⁻ (0.15 - 3.0 mg/l NO₂-N)
MQuant® Universal indicator strips pH 0 - 14, Cat. No. 1.09535
Sulfuric acid 0.5 mol/l Titripur®, Cat. No. 1.09072
Nitrite standard solution, 0.200 mg/l NO₂-N, Cat. No. 1.25041

Pipette for a pipetting volume of 5.0 ml

6. Preparation

- Analyze immediately after sampling.
- Check the nitrite content with the MQuant® Nitrite Test.
Samples containing more than 0.700 mg/l NO₂-N must be diluted with distilled water.
- The pH must be within the range 2 - 10.**
Adjust, if necessary, with sulfuric acid.
- Filter turbid samples.

7. Procedure

Pretreated sample (15 - 25 °C)	5.0 ml	Pipette into a reaction cell, close the cell tightly, and shake vigorously until the reagent is completely dissolved.
Leave to stand for 10 min (reaction time), then measure the sample in the photometer.		

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 2.0 - 2.5.
- The color of the measurement solution remains stable for at least 60 min 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.

1.14547.0001

Spectroquant® Nitrit-Küvettentest

NO₂⁻

Äquivalent zu USEPA-Methoden für Trink- und Abwasser

1. Methode

Nitrit-Ionen bilden in saurer Lösung mit Sulfanilsäure ein Diazoniumsalz, das mit N-(1-Naphthyl)-ethylendiamindihydrochlorid zu einem rotvioioletten Azofarbstoff reagiert. Dieser wird photometrisch bestimmt.

Das Verfahren ist analog EPA 354.1, APHA 4500-NO₂⁻ B, DIN EN 26 777 und ISO 6777.

2. Messbereich und Anzahl der Bestimmungen

Messbereich	Anzahl der Bestimmungen
0,010 - 0,700 mg/l NO ₂ -N	25
0,03 - 2,30 mg/l NO ₂ ⁻	

Programmierungsdaten 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 0,5 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	Cu ²⁺	100	Pb ²⁺	1000
Ca ²⁺	1000	F ⁻	100	PO ₄ ³⁻	1000
Cd ²⁺	1000	Fe ³⁺	1	S ²⁻	10
CN ⁻	1000	Hg ²⁺	100	SiO ₃ ²⁻	1000
CO ₃ ²⁻	100	Mg ²⁺	1000	Sn ²⁺	10
Cr ³⁺	100	Mn ²⁺	1000	Zn ²⁺	1000
Cr ₂ O ₇ ²⁻	1	NH ₄ ⁺	1000		
				EDTA	1000
				Reduktionsmittel (Ascorbinsäure, Sulfit)	10
				NaCl	20 %
				NaNO ₃	20 %
				Na ₂ SO ₄	15 %

5. Reagenzien und Hilfsmittel

Gefahrenkennzeichnung auf den einzelnen Bestandteilen der Packung beachten!

Packung vor Licht geschützt aufbewahren!

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

Packungsinhalt:

25 Reaktionsküvetten¹⁾

1 Bogen Klebepunkte zur Nummerierung der Küvetten

¹⁾ Durch Einwirkung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich das Reagenz inhomogen verfärben. Es können sich graue bis schwarze Partikel bilden. Die beschriebenen farblichen Veränderungen haben keinen Einfluss auf die Messergebnisse.

Weitere Reagenzien und Zubehör:

MQuant® Nitrit-Test, Art. 1.10057,

Messbereich 0,5 - 10 mg/l NO₂⁻ (0,15 - 3,0 mg/l NO₂-N)

MQuant® Universalindikatorstäbchen pH 0 - 14, Art. 1.09535

Schwefelsäure 0,5 mol/l Titripur®, Art. 1.09072

Nitrit-Standardlösung, 0,200 mg/l NO₂-N, Art. 1.25041

Pipette für Pipettiervolumen 5,0 ml

6. Vorbereitung

- Proben sofort nach der Probenahme analysieren.
- Nitrit-Gehalt überprüfen mit MQuant® Nitrit-Test. Proben mit mehr als 0,700 mg/l NO₂-N sind mit dest. Wasser zu verdünnen.
- **pH-Wert soll im Bereich 2 - 10 liegen.** Falls erforderlich, mit Schwefelsäure einstellen.
- Trübe Proben filtrieren.

7. Durchführung

Vorbereitete Probe (15 - 25 °C)	5,0 ml	In eine Reaktionsküvette pipettieren und die fest verschlossene Küvette kräftig schütteln, bis das Reagenz vollständig gelöst ist.
10 min stehen lassen (Reaktionszeit), dann Messprobe im Photometer messen.		

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 2,0 - 2,5 liegen.
- Die Farbe der Messlösung bleibt nach Ablauf der o.a. Reaktionszeit mindestens 60 min 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.

1.14547.0001

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 l'acide sulfanilique un sel de diazonium qui réagit avec le N-(naphthyl-1)-éthylènediamine dihydrochlorure pour donner un colorant azoïque rouge violet. Ce colorant est dosé par photométrie.

La méthode est analogue à EPA 354.1, APHA 4500-NO₂⁻ B, DIN EN 26777 et ISO 6777.

2. Domaine de mesure et nombre de dosages

Domaine de mesure	Nombre de dosages
0,010 - 0,700 mg/l de NO ₂ -N	25
0,03 - 2,30 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 0,5 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
Ca ²⁺	1000	F ⁻	100	PO ₄ ³⁻	1000
Cd ²⁺	1000	Fe ³⁺	1	S ²⁻	10
CN ⁻	1000	Hg ²⁺	100	SiO ₃ ²⁻	1000
CO ₃ ²⁻	100	Mg ²⁺	1000	Sn ²⁺	10
Cr ³⁺	100	Mn ²⁺	1000	Zn ²⁺	1000
Cr ₂ O ₇ ²⁻	1	NH ₄ ⁺	1000	EDTA	1000
				Réducteurs	
				(acide ascorbique,	
				sulfites)	10
				NaCl	20 %
				NaNO ₃	20 %
				Na ₂ SO ₄	15 %

5. Réactifs et produits auxiliaires

Tenir compte de tous les avertissements figurant sur l'emballage et le réactif.

Conserver l'emballage à l'abri de la lumière.

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 :

25 tubes à essai avec réactif¹⁾

1 feuille de pastilles autocollantes pour le numérotage des tubes

¹⁾ Le réactif peut changer de couleur de manière non homogène par l'influence de la température et de l'humidité de l'air. Il peut arriver que des particules grises à noires se forment. Les changements de couleur décrits n'influencent pas les résultats de mesure.

Autres réactifs et accessoires :

MQuant® Test Nitrites, art. 1.10057,

domaine de mesure 0,5 - 10 mg/l de NO₂⁻ (0,15 - 3,0 mg/l de NO₂-N)

MQuant® Bandelettes indicatrices universelles pH 0 - 14, art. 1.09535

Acide sulfurique 0,5 mol/l Titripur®, art. 1.09072

Nitrites - solution étalon, 0,200 mg/l de NO₂-N, art. 1.25041

Pipette pour un volume de pipettage de 5,0 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 0,700 mg/l de NO₂-N doivent être dilués avec de l'eau distillée.
- Le pH doit être compris entre 2 et 10. L'ajuster si nécessaire avec de l'acide sulfurique.
- Filtrer les échantillons troubles.

7. Mode opératoire

Echantillon préparé (15 - 25 °C)	5,0 ml	Pipetter dans le tube à essai, boucher le tube hermétiquement et l'agiter vigoureusement jusqu'à dissolution totale du réactif.
Laisser reposer 10 minutes (temps de réaction), puis mesurer l'échantillon dans le photomètre.		

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 2,0 et 2,5.
- La couleur de la solution à mesurer reste stable pendant un minimum de 60 minutes 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.

1.14547.0001

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 el ácido sulfanílico una sal de diazonio que reacciona con el diclorhidrato de N-(1-naftil)-etilendiamina dando un azocolorante violeta rojizo. Este colorante se determina fotométricamente.

El procedimiento es análogo a EPA 354.1, APHA 4500- NO_2^- B, DIN EN 26 777 y ISO 6777.

2. Intervalo de medida y número de determinaciones

Intervalo de medida	Número de determinaciones
0,010 - 0,700 mg/l de NO_2^- ¹⁾	25
0,03 - 2,30 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 0,5 y con 0 mg/l de NO_2^- -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	Cu²⁺	100	Pb²⁺	1000
Ca²⁺	1000	F⁻	100	PO₄³⁻	1000
Cd²⁺	1000	Fe³⁺	1	S²⁻	10
CN⁻	1000	Hg²⁺	100	SiO₃²⁻	1000
CO₃²⁻	100	Mg²⁺	1000	Sn²⁺	10
Cr³⁺	100	Mn²⁺	1000	Zn²⁺	1000
Cr₂O₇²⁻	1	NH₄⁺	1000		

6. Reactivos y auxiliares

¡Tener en cuenta las advertencias de peligro que se encuentran en los diferentes componentes del envase!

¡Conservar el envase al abrigo de la luz!

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:

25 cubetas de reacción ¹⁾

1 hoja con etiquetas redondas autoadhesivas para numerar las cubetas

¹⁾ A través del efecto de la temperatura y de la humedad del aire podrá cambiar el color del reactivo de manera inhomogénea. Podrán formarse partículas de color gris a negro. Los cambios cromáticos descritos no tendrán influencia alguna en los resultados de la medición.

Otros reactivos y accesorios:

MQuant® Test Nitritos, art. 1.10057,

intervalo de medida 0,5 - 10 mg/l de NO_2^- (0,15 - 3,0 mg/l de NO_2^- -N)

MQuant® Tiras indicadoras universales pH 0 - 14, art. 1.09535

Ácido sulfúrico 0,5 mol/l Titripur®, art. 1.09072

Nitritos - solución patrón, 0,200 mg/l de NO_2^- -N, art. 1.25041

Pipeta para un volumen de pipeteo de 5,0 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 0,700 mg/l de NO_2^- -N deben diluirse con agua destilada.
- El valor del pH debe encontrarse en el intervalo 2 - 10.** Si es necesario, ajustar con ácido sulfúrico.
- Filtrar las muestras turbias.

7. Técnica

Muestra preparada (15 - 25 °C)	5,0 ml	Pipetear en una cubeta de reacción y agitar vigorosamente la cubeta firmemente cerrada hasta que el reactivo se haya disuelto completamente .
Dejar en reposo 10 minutos (tiempo de reacción), luego medir la muestra de medición en el fotómetro.		

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 2,0 - 2,5.
- El color de la solución de medición permanece estable como mínimo 60 minutos 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.

1.14547.0001

Spectroquant®

Test in cuvetta Nitriti

NO₂⁻

Equivale a metodi USEPA per le acque potabili e di scarico

1. Metodo

In soluzione acida, gli ioni nitrito formano con l'acido solfanilico un sale di diazonio, che con N-(1-naftil)-etilendiamina dicloridrato reagisce formando un colorante azoico rosso-violetto. Questo colorante viene determinato fotometricamente.

Il procedimento è analogo a EPA 354.1, APHA 4500-NO₂⁻ B, DIN EN 26777 ed ISO 6777.

2. Intervallo di misura e numero delle determinazioni

Intervallo di misura	Numero delle determinazioni
0,010 - 0,700 mg/l NO ₂ ⁻	25
0,03 - 2,30 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 0,5 e 0 mg/l NO₂⁻. 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
Ca ²⁺	1000	F ⁻	100	PO ₄ ³⁻	1000
Cd ²⁺	1000	Fe ³⁺	1	S ²⁻	10
CN ⁻	1000	Hg ²⁺	100	SiO ₃ ²⁻	1000
CO ₃ ²⁻	100	Mg ²⁺	1000	Sn ²⁺	10
Cr ³⁺	100	Mn ²⁺	1000	Zn ²⁺	1000
Cr ₂ O ₇ ²⁻	1	NH ₄ ⁺	1000	EDTA	1000
				Riducenti	
				(acido ascorbico, solfiti)	10
				NaCl	20 %
				NaNO ₃	20 %
				Na ₂ SO ₄	15 %

5. Reattivi ed accessori

Osservare tutte le avvertenze di pericolo sulle singole parti della confezione!

Conservare la confezione al riparo dalla luce!

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

Contenuto della confezione:

25 cuvette di reazione¹⁾

1 foglio con etichette aderenti per contrassegnare le cuvette

¹⁾ La colorazione del reattivo può scomparire in modo disomogeneo per effetto della temperatura e dell'umidità dell'aria e al suo posto possono formarsi delle particelle di colore da grigio a nero. Dette alterazioni cromatiche non incidono minimamente sui risultati di misurazione.

Ulteriori reattivi ed accessori:

MQuant® Test Nitriti, art. 1.10057,

intervallo di misura 0,5 - 10 mg/l NO₂⁻ (0,15 - 3,0 mg/l NO₂-N)

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

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

Nitriti - soluzione standard, 0,200 mg/l NO₃-N, art. 1.25041

Pipetta per un volume di dispensazione di 5,0 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 0,700 mg/l NO₂-N devono essere diluiti con acqua distillata.
- Il pH deve rientrare nell'intervallo 2 - 10.** Se necessario, regolare con acido solforico.
- Filtrare i campioni torbidi.

7. Esecuzione

Campione preparato (15 - 25 °C)	5,0 ml	Pipettare nella cuvetta di reazione ed agitare fortemente la cuvetta ben chiusa finché il reattivo sia completamente disciolto .
Lasciar riposare per 10 min. (tempo di reazione), poi misurare il campione da analizzare nel fotometro.		

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 2,0 - 2,5.
- Dopo che è trascorso il tempo di reazione sopraindicato, il colore della soluzione di misura rimane stabile per almeno 60 min.

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 aggiunta 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.