

1.11170.0001
1.11170.0007MQuant®
Nitrate TestNO₃⁻

1. Method

Colorimetric determination with color card and sliding comparator
Nitrate ions are reduced to nitrite ions that react in acidic solution with sulfanilic acid to form a diazonium salt. This reacts with a benzoic acid derivative to form an orange-yellow azo dye. The nitrate concentration is measured **semiquantitatively** by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color card.

2. Measuring range and number of determinations

Measuring range / color-scale graduation ¹⁾	Number of determinations
10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 mg/l NO₃⁻	200
2.3 - 5.6 - 11 - 17 - 23 - 28 - 34 mg/l NO₃-N	

¹⁾ for conversion factors see section 8

3. Applications

Sample material:

Groundwater, drinking water, and surface water (also humin-containing samples)
Waters from aquaculture
Swimming-pool water
Industrial water
Wastewater
Food and animal fodder after appropriate sample pretreatment
Soils and fertilizers after appropriate sample pretreatment
This test is **not suited** for seawater.

4. Influence of foreign substances

This was checked individually in solutions with 100 mg/l NO₃⁻. 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					
Al³⁺	10	Fe³⁺	1	S²⁻	1
Ca ²⁺	100	Mg ²⁺	100	SiO ₃ ²⁻	100
Cl ⁻	1000	Mn ²⁺	100	SO ₃ ²⁻	100
Cr³⁺	1	Na ⁺	100	SO ₄ ²⁻	1000
Cr₂O₇²⁻	1	NH ₄ ⁺	100	Zn ²⁺	100
Cu²⁺	10	NO₂⁻	3	Anionic surfactants ²⁾	100
F⁻	10	PO ₄ ³⁻	100	Oxidizing agents (H₂O₂)	10
Fe²⁺	10	Polyphosphates	100		

¹⁾ tested with N-cetylpyridinium chloride²⁾ tested with Na-dodecyl hydrogen sulfate

5. Reagents and auxiliaries

Please note the warnings on the packaging materials!

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

Package contents:

2 bottles of reagent NO₃-1
1 graduated 5-ml plastic syringe
2 test tubes with screw caps
1 sliding comparator
1 color card usable for Cat. Nos. 1.11170.0001 and 1.11170.0007

Other reagents and accessories:

MQuant® Nitrate Test, Cat. No. 1.10020,
measuring range 10 - 500 mg/l NO₃⁻ (2.3 - 113 mg/l NO₃-N)
MQuant® Universal indicator strips pH 0 - 14, Cat. No. 1.09535
Sodium hydroxide solution 1 mol/l Titripur®, Cat. No. 1.09137
Sulfuric acid 0.5 mol/l Titripur®, Cat. No. 1.09072
Nitrate standard solution CRM Certipur®, 1000 mg/l NO₃⁻, Cat. No. 1.04613

MQuant® Flat-bottomed tubes with screw caps for titrimetric and colorimetric MQuant® tests (12 pcs), Cat. No. 1.14902

6. Preparation

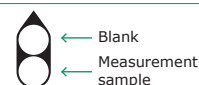
- Check the nitrate content with the MQuant® Nitrate Test. Samples containing more than 150 mg/l NO₃⁻ must be diluted with distilled water.
- The pH must be within the range 4 - 10.** Adjust, if necessary, with sodium hydroxide solution or sulfuric acid.
- Filter turbid samples.

7. Procedure

Rinse both test tubes several times with the pretreated sample.

	Measurement sample	Blank	
Pretreated sample (15 - 25 °C)	5 ml	5 ml	Inject into the test tube with the syringe.
Reagent NO ₃ -1	2 level green microspoons (in the cap of the NO ₃ -1 bottle)	-	Add, close the tube tightly, and shake vigorously for 1 min.

Insert the test tubes into the sliding comparator as shown in the diagram and place the comparator on the color card as indicated by the latter.



Leave to stand for 5 min.

Slide the comparator along the color scale until the closest possible color match is achieved between the two open tubes when viewed from above. Read off the result in mg/l NO₃⁻ or NO₃-N from the color card indicated by the pointed end of the sliding comparator.

Notes on the measurement:

- If the color of the measurement solution is equal to or more intense than the darkest color on the scale, repeat the measurement using **fresh**, diluted samples until a value of less than 150 mg/l NO₃⁻ is obtained.

Concerning the result of the analysis, the dilution (see also section 6) must be taken into account:

$$\text{Result of analysis} = \text{measurement value} \times \text{dilution factor}$$

- Any black residues that may occur are due to the reaction mechanism and do not falsify the measurement results in any way.

8. Conversions

Units required	=	units given	x	conversion factor
mg/l NO ₃ -N		mg/l NO₃⁻		0.226
mg/l NO₃⁻		mg/l NO ₃ -N		4.43

9. Method control

To check test reagent, measurement device, and handling:
Dilute the nitrate standard solution with distilled water to 100 mg/l NO₃⁻ and analyze as described in section 7.
Additional notes see under www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits.

10. Notes

- Reclose the reagent bottle immediately after use.
- Rinse the test tubes and the syringe **with distilled water only**.
- Dispose of chemical waste in accordance with the local regulations.**

1.11170.0001
1.11170.0007MQuant®
Nitrat-TestNO₃⁻

1. Methode

Kolorimetrische Bestimmung mit Farbkarte und Schiebekomparator

Nitrat-Ionen werden zu Nitrit-Ionen reduziert, die in saurer Lösung mit Sulfanilsäure ein Diazoniumsalz bilden. Dieses reagiert mit einem Benzoesäure-Derivat zu einem orangefarbenen Azofarbstoff. Die Nitrat-Konzentration wird **halbquantitativ** durch visuellen Vergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern einer Farbkarte ermittelt.

2. Messbereich und Anzahl der Bestimmungen

Messbereich / Abstufung der Farbskala ¹⁾	Anzahl der Bestimmungen
10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 mg/l NO₃⁻	200
2,3 - 5,6 - 11 - 17 - 23 - 28 - 34 mg/l NO₃-N	

¹⁾ Umrechnungsfaktoren s. Abschnitt 8

3. Anwendungsbereich

Probenmaterial:

Grund-, Trink- und Oberflächenwasser (auch huminstoffhaltig)
Wässer aus Aquakultur
Schwimmbadwasser
Brauchwasser
Abwasser
Lebensmittel und Futtermittel nach entsprechender Probenvorbereitung
Böden und Dünger nach entsprechender Probenvorbereitung
Der Test ist für Meerwasser **nicht geeignet**.

4. Einfluss von Fremdstoffen

Dieser wurde individuell an Lösungen mit 100 mg/l NO₃⁻ 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					
Al³⁺	10	Fe³⁺	1	S²⁻	1
Ca ²⁺	100	Mg ²⁺	100	SiO ₃ ²⁻	100
Cl ⁻	1000	Mn ²⁺	100	SO ₃ ²⁻	100
Cr³⁺	1	Na ⁺	100	SO ₄ ²⁻	1000
Cr₂O₇²⁻	1	NH ₄ ⁺	100	Zn ²⁺	100
Cu²⁺	10	NO₂⁻	3		
F⁻	10	PO ₄ ³⁻	100	Kationische Tenside¹⁾	10
Fe²⁺	10	Polyphosphate	100	Anionische Tenside ²⁾	100
				Oxidationsmittel (H₂O₂)	10

¹⁾ getestet mit N-Cetylpyridiniumchlorid²⁾ getestet mit Na-Dodecylhydrogensulfat

5. Reagenzien und Hilfsmittel

Gefahrenkennzeichnung auf den einzelnen Bestandteilen der Packung beachten!

Das Testreagenz ist - bei +15 bis +25 °C verschlossen aufbewahrt - bis zu dem auf der Packung angegebenen Datum verwendbar.

Packungsinhalt:

2 Flaschen Reagenz NO₃-1
1 graduierte 5-ml-Kunststoffspritze
2 Testgläser mit Schraubkappe
1 Schiebekomparator
1 Farbkarte verwendbar für Art. 1.11170.0001 und 1.11170.0007

Weitere Reagenzien und Zubehör:

MQuant® Nitrat-Test, Art. 1.10020,
Messbereich 10 - 500 mg/l NO₃⁻ (2,3 - 113 mg/l NO₃-N)
MQuant® Universalindikatorstäbchen pH 0 - 14, Art. 1.09535
Natronlauge 1 mol/l Titripur®, Art. 1.09137
Schwefelsäure 0,5 mol/l Titripur®, Art. 1.09072
Nitrat-Standardlösung CRM Certipur®, 1000 mg/l NO₃⁻, Art. 1.04613

MQuant® Flachbodengläser mit Schraubkappe für titrimetrische und kolorimetrische MQuant®-Tests (12 Stück), Art. 1.14902

6. Vorbereitung

- Nitrat-Gehalt überprüfen mit MQuant® Nitrat-Test. Proben mit mehr als 150 mg/l NO₃⁻ sind mit dest. Wasser zu verdünnen.
- pH-Wert soll im Bereich 4 - 10 liegen.** Falls erforderlich, mit Natronlauge bzw. Schwefelsäure einstellen.
- Trübe Proben filtrieren.

7. Durchführung

Beide Testgläser mehrmals mit der vorbereiteten Probe spülen.			
	Messprobe	Blindprobe	
Vorbereitete Probe (15 - 25 °C) Reagenz NO ₃ -1	5 ml 2 gestrichene grüne Mikrolöffel (im Deckel der NO ₃ -1-Flasche)	5 ml -	Mit Spritze in Testglas geben. Zugeben, Testglas fest verschließen und 1 min kräftig schütteln .
Testgläser wie abgebildet in Schiebekomparator einsetzen und Komparator so auf die Farbkarte stellen, wie es auf dieser angegeben ist.			
 ← Blindprobe ← Messprobe			
5 min stehen lassen.			
Komparator auf der Farbskala verschieben, bis bei Draufsicht auf die beiden offenen Testgläser die Farben bestmöglich übereinstimmen. An der Spitze des Schiebekomparators Messwert in mg/l NO ₃ ⁻ bzw. NO ₃ -N auf der Farbkarte ablesen.			

Hinweise zur Messung:

- Entspricht die Farbe der Messlösung dem dunkelsten Farbton der Farbskala oder ist sie intensiver, muss die Messung an **neuen**, jeweils verdünnten Proben wiederholt werden, bis ein Wert kleiner 150 mg/l NO₃⁻ erhalten wird.
Beim Analysenergebnis ist die Verdünnung (s. auch Abschnitt 6) entsprechend zu berücksichtigen:

$$\text{Analysenergebnis} = \text{Messwert} \times \text{Verdünnungsfaktor}$$

- Evtl. auftretende schwarze Rückstände sind durch den Reaktionsmechanismus bedingt und verursachen keine Verfälschung der Messwerte.

8. Umrechnungen

Gehalt gesucht	=	Gehalt gegeben	x	Umrechnungsfaktor
mg/l NO ₃ -N		mg/l NO ₃ ⁻		0,226
mg/l NO ₃ ⁻		mg/l NO ₃ -N		4,43

9. Verfahrenskontrolle

Überprüfung von Testreagenz, Messvorrichtung und Handhabung:
Nitrat-Standardlösung mit dest. Wasser auf 100 mg/l NO₃⁻ verdünnen und wie in Abschnitt 7 beschrieben analysieren.
Zusätzliche Hinweise unter www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits.

10. Hinweise

- Flasche nach Reagenzentnahme umgehend wieder verschließen.
- Testgläser und Spritze **nur mit dest. Wasser** spülen.
- Chemikalienabfälle gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.**

1.11170.0001
1.11170.0007MQuant®
Test NitratesNO₃⁻

1. Méthode

Dosage colorimétrique avec carte des couleurs et comparateur coulissant

Les ions nitrates sont réduits en ions nitrites qui forment dans une solution acide avec l'acide sulfanilique un sel de diazonium. Celui-ci réagit avec un dérivé de l'acide benzoïque pour donner un colorant azoïque jaune orangé. La concentration en nitrates est déterminée **semi-quantitativement** par comparaison visuelle de la couleur de la solution à mesurer avec les zones colorées d'une carte colorimétrique.

2. Domaine de mesure et nombre de dosages

Domaine de mesure / graduation de l'échelle colorimétrique ¹⁾	Nombre de dosages
10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 mg/l de NO ₃ ⁻	200
2,3 - 5,6 - 11 - 17 - 23 - 28 - 34 mg/l de NO ₃ -N	

¹⁾ facteurs de conversion, cf. § 8

3. Applications

Echantillons :

Eaux souterraines, potables et de surface (contenant aussi des humines)
Eaux de l'aquaculture
Eau de piscine
Eaux industrielles
Eaux usées
Produits alimentaires et aliments pour animaux après prétraitement approprié de l'échantillon
Sols et engrais après prétraitement approprié de l'échantillon
Ce test **ne convient pas** pour l'eau de mer.

4. Influence des substances étrangères

La vérification a eu lieu au cas par cas sur des solutions contenant 100 mg/l de NO₃⁻. 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					
Al ³⁺	10	Fe ³⁺	1	S ²⁻	1
Ca ²⁺	100	Mg ²⁺	100	SiO ₃ ²⁻	100
Cl ⁻	1000	Mn ²⁺	100	SO ₃ ²⁻	100
Cr ³⁺	1	Na ⁺	100	SO ₄ ²⁻	1000
Cr ₂ O ₇ ²⁻	1	NH ₄ ⁺	100	Zn ²⁺	100
Cu ²⁺	10	NO ₂ ⁻	3		
F ⁻	10	PO ₄ ³⁻	100		
Fe ²⁺	10	Polyphosphates	100		

¹⁾ testé avec le chlorure de N-cétylpyridinium²⁾ testé avec le dodécylhydrogénéosulfate de Na

5. Réactifs et produits auxiliaires

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

Conservé hermétiquement fermé entre +15 et +25 °C, le réactif-test est utilisable jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.

Contenu d'un emballage :

2 flacons de réactif NO₃-1
1 seringue plastique graduée de 5 ml
2 tubes à essai avec bouchon fileté
1 comparateur coulissant
1 carte colorimétrique approprié pour art. 1.11170.0001 et 1.11170.0007

Autres réactifs et accessoires :

MQuant® Test Nitrates, art. 1.10020,
domaine de mesure 10 - 500 mg/l de NO₃⁻ (2,3 - 113 mg/l de NO₃-N)
MQuant® Bandelettes indicatrices universelles pH 0 - 14, art. 1.09535
Sodium hydroxyde en solution 1 mol/l Titripur®, art. 1.09137
Acide sulfurique 0,5 mol/l Titripur®, art. 1.09072
Nitrates - solution étalon CRM Certipur®, 1000 mg/l de NO₃⁻, art. 1.04613

MQuant® Tubes à fond plat avec bouchon fileté pour tests MQuant®
titrimétrique et colorimétrique (12 unités), art. 1.14902

6. Préparation

- Vérifier la teneur en nitrates avec le test Nitrates MQuant®. Les échantillons contenant plus de 150 mg/l de NO₃⁻ doivent être dilués avec de l'eau distillée.
- Le pH doit être compris entre 4 et 10.** L'ajuster si nécessaire avec de l'hydroxyde de sodium en solution ou de l'acide sulfurique.
- Filtrer les échantillons troubles.

7. Mode opératoire

Rincer les deux tubes à essai plusieurs fois avec l'échantillon préparé.			
	Echantillon à mesurer	Echantillon à blanc	
Echantillon préparé (15 - 25 °C)	5 ml	5 ml	Introduire à la seringue dans le tube à essai.
Réactif NO ₃ -1	2 microcuillères vertes arasées (dans le bouchon du flacon NO ₃ -1)	-	Ajouter, boucher le tube hermétiquement et l'agiter vigoureusement pendant 1 minute.
Placer les tubes à essai selon la figure dans le comparateur coulissant et positionner le comparateur sur la carte colorimétrique comme indiqué sur celle-ci.			
			
Laisser reposer 5 minutes.			
Déplacer le comparateur sur l'échelle colorimétrique jusqu'à ce que les couleurs, vues du haut à travers les deux tubes non bouchés, coïncident le plus possible. A l'extrémité effilée du comparateur coulissant, lire le résultat en mg/l de NO ₃ ⁻ ou de NO ₃ -N sur la carte colorimétrique.			

Remarques concernant la mesure :

- Lorsque la couleur de la solution à mesurer et aussi foncée ou plus foncée que la couleur la plus sombre de l'échelle colorimétrique, il faut refaire la mesure sur de **nouveaux** échantillons dilués, jusqu'à l'obtention d'un résultat inférieur à 150 mg/l de NO₃⁻. Bien entendu prendre la dilution (cf. aussi § 6) en considération pour le résultat d'analyse :

$$\text{Résultat d'analyse} = \text{valeur mesurée} \times \text{facteur de dilution}$$

- Des résidus noirs se formant éventuellement sont dus au mécanisme de la réaction et ne provoquent pas de faux résultats.

8. Conversions

Teneur cherchée	=	teneur donnée	x	facteur de conversion
mg/l de NO ₃ -N		mg/l de NO ₃ ⁻		0,226
mg/l de NO ₃ ⁻		mg/l de NO ₃ -N		4,43

9. Contrôle du procédé

Contrôle du réactif-test, du dispositif de mesure et de la manipulation : Diluer la solution étalon de nitrates à 100 mg/l de NO₃⁻ avec de l'eau distillée et analyser comme décrit au § 7.

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

10. Remarques

- Reboucher le flacon immédiatement après le prélèvement du réactif.
- Ne** rincer les tubes à essai et la seringue **qu'avec de l'eau distillée**.
- Éliminez les déchets chimiques conformément aux réglementations locales.**

1.11170.0001
1.11170.0007MQuant®
Test NitratosNO₃⁻

1. Método

Determinación colorimétrica con tarjeta colorimétrica y comparador desplazable

Los iones nitrato se reducen a iones nitrito, que en solución ácida forman con el ácido sulfanílico una sal de diazonio. Esta reacciona con un derivado del ácido benzoico dando un azocolorante amarillo anaranjado. La concentración de nitratos se determina **semicuantitativamente** por comparación visual del color de la solución de medición con las zonas de color de una tarjeta colorimétrica.

2. Intervalo de medida y número de determinaciones

Intervalo de medida / graduación de la escala colorimétrica ¹⁾	Número de determinaciones
10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 mg/l de NO ₃ ⁻	200
2,3 - 5,6 - 11 - 17 - 23 - 28 - 34 mg/l de NO ₃ -N ²⁾	

¹⁾ factores de conversión, ver apartado 8²⁾ N de nitrato

3. Campo de aplicaciones

Material de las muestras:

Aguas subterráneas, potables y superficiales (también las que contienen sustancias húmicas)
Aguas de la acuicultura
Agua de piscinas
Aguas industriales
Aguas residuales
Alimentos y piensos tras preparación apropiada de la muestra
Suelos y fertilizantes tras preparación apropiada de la muestra
El test **no** es **adecuado** para agua de mar.

4. Influencia de sustancias extrañas

Esta se comprobó de forma individual en soluciones con 100 mg/l de NO₃⁻. 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									
Al ³⁺	10	Fe ³⁺	1	S ²⁻	1	Cl ₂	1		
Ca ²⁺	100	Mg ²⁺	100	SiO ₃ ²⁻	100	EDTA	10		
Cl ⁻	1000	Mn ²⁺	100	SO ₃ ²⁻	100	Tensioactivos catiónicos ¹⁾	10		
Cr ³⁺	1	Na ⁺	100	SO ₄ ²⁻	1000	Tensioactivos aniónicos ²⁾	100		
Cr ₂ O ₇ ²⁻	1	NH ₄ ⁺	100	Zn ²⁺	100	Oxidantes (H ₂ O ₂)	10		
Cu ²⁺	10	NO ₂ ⁻	3						
F ⁻	10	PO ₄ ³⁻	100						
Fe ²⁺	10	Polifosfatos	100						

¹⁾ ensayado con cloruro de N-cetilpiridinio²⁾ ensayado con dodecilhidrogenosulfato Na

5. Reactivos y auxiliares

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

El reactivo del test es utilizable hasta la fecha indicada en el envase si se conserva cerrado entre +15 y +25 °C.

Contenido del envase:

2 frascos de reactivo NO₃-1
1 jeringa de plástico graduada de 5 ml
2 tubos de ensayo con tapa roscada
1 comparador desplazable
1 tarjeta colorimétrica adecuada para art. 1.11170.0001 y 1.11170.0007

Otros reactivos y accesorios:

MQuant® Test Nitratos, art. 1.10020,
intervalo de medida 10 - 500 mg/l de NO₃⁻ (2,3 - 113 mg/l de NO₃-N)
MQuant® Tiras indicadoras universales pH 0 - 14, art. 1.09535
Sodio hidróxido en solución 1 mol/l Titripur®, art. 1.09137
Ácido sulfúrico 0,5 mol/l Titripur®, art. 1.09072
Nitratos - solución patrón CRM Certipur®, 1000 mg/l de NO₃⁻, art. 1.04613
MQuant® Tubos de fondo plano con tapa roscada para tests MQuant® volumétrico y colorimétrico (12 unidades), art. 1.14902

La división Life Science de Merck opera como MilliporeSigma en los Estados Unidos y en Canadá.

© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Merck, Supelco, Sigma-Aldrich y MQuant son marcas comerciales de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Tiene a su disposición información detallada sobre las marcas comerciales a través de recursos accesibles al público.

6. Preparación

- Comprobar el contenido de nitratos con el test Nitratos MQuant®. Las muestras con más de 150 mg/l de NO₃⁻ deben diluirse con agua destilada.
- El valor del pH debe encontrarse en el intervalo 4 - 10.** Si es necesario, ajustar con solución de hidróxido sódico o con ácido sulfúrico.
- Filtrar las muestras turbias.

7. Técnica

Enjuagar varias veces ambos tubos de ensayo con la muestra preparada.			
	Muestra de medición	Muestra en blanco	
Muestra preparada	5 ml (15 - 25 °C)	5 ml	Introducir con la jeringa en el tubo de ensayo.
Reactivo NO ₃ -1	2 microcucharas verdes rasas (en la tapa del frasco NO ₃ -1)	-	Añadir, cerrar firmemente el tubo y agitar vigorosamente durante 1 minuto.
Colocar los tubos de ensayo en el comparador desplazable tal como se indica en la figura y poner el comparador sobre la tarjeta colorimétrica tal como se indica en ella.			
Dejar en reposo 5 minutos.			
Desplazar el comparador sobre la escala colorimétrica hasta que, observando por encima ambos tubos abiertos, los colores coincidan de la mejor manera posible.			
Junto al extremo puntiagudo del comparador desplazable, leer en la tarjeta colorimétrica el valor de medición en mg/l de NO ₃ ⁻ o de NO ₃ -N.			

Notas sobre la medición:

- Si el color de la solución de medición corresponde a la tonalidad más oscura de la escala colorimétrica o es más intenso, debe repetirse la medición con **nuevas** muestras diluidas, hasta que se obtenga un valor inferior a 150 mg/l de NO₃⁻.
- En el resultado del análisis debe considerarse correspondientemente la dilución (ver también apartado 6):

Resultado del análisis = valor de medición x factor de dilución

- Los residuos negros que puedan aparecer están condicionados por el mecanismo de la reacción y no producen valores de medición falsos.

8. Conversiones

Contenido buscado	=	contenido dado	x	factor de conversión
mg/l de NO ₃ -N		mg/l de NO ₃ ⁻		0,226
mg/l de NO ₃ ⁻		mg/l de NO ₃ -N		4,43

9. Control del procedimiento

Comprobación del reactivo del test, del dispositivo de medición y de la manipulación:

Diluir la solución patrón de nitratos con agua destilada a 100 mg/l de NO₃⁻ y analizar como se describe en el apartado 7.

Notas adicionales, ver bajo www.sigmaldrich.com/qa-test-kits.

10. Notas

- Cerrar de nuevo inmediatamente el frasco tras la toma del reactivo.
- Enjuagar los tubos de ensayo y la jeringa **solamente con agua destilada**.
- Deseche los residuos químicos de acuerdo con las regulaciones locales.**