

1.01804.0001

Spectroquant® Chloride Cell Test

Cl⁻

1. Method

Chloride ions react with mercury(II) thiocyanate to form slightly dissociated mercury(II) chloride. The thiocyanate released in the process in turn reacts with iron(III) ions to form red iron(III) thiocyanate that is determined photometrically.

The method is analogous to EPA 325.1 and APHA 4500-Cl⁻ E.

2. Measuring range and number of determinations

Measuring range	Number of determinations
0.5 - 15.0 mg/l Cl ⁻	25

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

3. Applications

Sample material:

Groundwater and surface water
Drinking water and mineral water
Industrial water
Wastewater and percolating water
This test is **not suited** for seawater.

4. Influence of foreign substances

This was checked individually in solutions containing 7.5 and 0 mg/l Cl⁻. 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	Hg ²⁺	1	EDTA	500
Al ³⁺	200	I ⁻	1	Free chlorine	0.5
Br ⁻	0.5	K ⁺	1000	Anionic Surfactants ¹⁾	100
Ca ²⁺	1000	Mg ²⁺	200	Cationic Surfactants ²⁾	1
Cd ²⁺	500	Mn ²⁺	500	Nonionic Surfactants ³⁾	50
CN ⁻	0.2	NH ₄ ⁺	1000	H ₂ O ₂	50
CO ₃ ²⁻	200	Ni ²⁺	200	Na-acetate	0.05%
Cr ³⁺	50	NO ₂ ⁻	20	NaNO ₃	0.5%
Cr ₂ O ₇ ²⁻	2	Pb ²⁺	1000	Na ₂ SO ₄	0.05%
Cu ²⁺	200	PO ₄ ³⁻	100		
F ⁻	20	S ²⁻	1		
Fe ³⁺	100	Zn ²⁺	200		

¹⁾ tested with Na-dodecyl sulfate

²⁾ tested with N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide

³⁾ tested with Triton® X-100

5. Reagents and auxiliaries

Please note the warnings on the packaging materials!

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 Cl-1K
25 reaction cells
1 sheet of round stickers for numbering the cells

Other reagents and accessories:

MQuant® Universal indicator strips pH 0 - 14, Cat. No. 1.09535
Ammonia solution 25% for analysis EMSURE®, Cat. No. 1.05432
Nitric acid Titrisol® for 1 mol/l, Cat. No. 1.09966
Chloride standard solution, 1.00 mg/l Cl, Cat. No. 1.33010
Chloride standard solution, 2.50 mg/l Cl, Cat. No. 1.33011
Chloride standard solution, 10.0 mg/l Cl, Cat. No. 1.32229

Pipettes for pipetting volumes of 0.25 and 10 ml

6. Preparation

- Analyze immediately after sampling.
- The pH must be within the range 3 - 11.**
Adjust, if necessary, with dilute ammonia solution or nitric acid.
- Filter turbid samples.

7. Procedure

Pretreated sample (15 - 40 °C)	10 ml	Pipette into a reaction cell, close the cell, and mix.
Reagent Cl-1K	0.25 ml	Add with pipette, close the cell, and mix.

Leave to stand for 10 min (reaction time), then measure the measurement 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 approx. 1.5.
- 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 reagents, measurement device, handling) and the mode of working, the chloride standard solutions (see section 5) can be used.

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

Additional notes see under www.qa-test-kits.com.

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. Notes

- Reclose the reagent bottle immediately after use.
- The test reagents must not be run off with the wastewater!**
Information on disposal can be obtained at www.disposal-test-kits.com.

1.01804.0001

Spectroquant® Chlorid-Küvettentest

Cl⁻

1. Methode

Chlorid-Ionen reagieren mit Quecksilber(II)-thiocyanat zu gering dissoziiertem Quecksilber(II)-chlorid. Das dabei freigesetzte Thiocyanat bildet mit Eisen(III)-Ionen rotes Eisen(III)-thiocyanat, das photometrisch bestimmt wird.

Das Verfahren ist analog EPA 325.1 und APHA 4500-Cl⁻ E.

2. Messbereich und Anzahl der Bestimmungen

Messbereich	Anzahl der Bestimmungen
0,5 - 15,0 mg/l Cl ⁻	25

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

3. Anwendungsbereich

Probenmaterial:

Grund- und Oberflächenwasser

Trink- und Mineralwasser

Brauchwasser

Abwasser und Sickerwasser

Der Test ist für Meerwasser **nicht geeignet**.

4. Einfluss von Fremdstoffen

Dieser wurde individuell an Lösungen mit 7,5 bzw. 0 mg/l Cl⁻ 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	Hg²⁺	1
Al³⁺	200	I⁻	1
Br⁻	0,5	K⁺	1000
Ca²⁺	1000	Mg²⁺	200
Cd²⁺	500	Mn²⁺	500
CN⁻	0,2	NH₄⁺	1000
CO₃²⁻	200	Ni²⁺	200
Cr³⁺	50	NO₂⁻	20
Cr₂O₇²⁻	2	Pb²⁺	1000
Cu²⁺	200	PO₄³⁻	100
F⁻	20	S²⁻	1
Fe³⁺	100	Zn²⁺	200
		EDTA	500
		Freies Chlor	0,5
		Anionische Tenside ¹⁾	100
		Kationische Tenside²⁾	1
		Nichtionische Tenside ³⁾	50
		H ₂ O ₂	50
		Na-Acetat	0,05 %
		NaNO ₃	0,5 %
		Na ₂ SO ₄	0,05 %

¹⁾ getestet mit Na-Dodecylsulfat

²⁾ getestet mit N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid

³⁾ getestet mit Triton® X-100

5. Reagenzien und Hilfsmittel

Gefahrenkennzeichnung auf den einzelnen Bestandteilen der Packung beachten!

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

Packungsinhalt:

1 Flasche Cl-1K

25 Reaktionsküvetten

1 Bogen Klebepunkte zur Nummerierung der Küvetten

Weitere Reagenzien und Zubehör:

MQuant® Universalindikatorstäbchen pH 0 - 14, Art. 1.09535

Ammoniaklösung 25 %, zur Analyse EMSURE®, Art. 1.05432

Salpetersäure Titrisol® für 1 mol/l, Art. 1.09966

Chlorid-Standardlösung, 1,00 mg/l Cl, Art. 1.33010

Chlorid-Standardlösung, 2,50 mg/l Cl, Art. 1.33011

Chlorid-Standardlösung, 10,0 mg/l Cl, Art. 1.32229

Pipetten für Pipettiervolumina 0,25 und 10 ml

6. Vorbereitung

- Proben sofort nach der Probenahme analysieren.
- **pH-Wert soll im Bereich 3 - 11 liegen.**
Falls erforderlich, mit verdünnter Ammoniaklösung bzw. Salpetersäure einstellen.
- Trübe Proben filtrieren.

7. Durchführung

Vorbereitete Probe (15 - 40 °C)	10 ml	In eine Reaktionsküvette pipettieren, Küvette verschließen und mischen.
Reagenz Cl-1K	0,25 ml	Mit Pipette zugeben, Küvette verschließen und mischen.
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 bei 1,5 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 (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) und der Arbeitsweise können die Chlorid-Standardlösungen (s. Abschnitt 5) verwendet werden.

Probenabhängige Störungen (Matrixeffekte) können durch Standardaddition ermittelt werden.

Zusätzliche Hinweise unter www.qa-test-kits.com.

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. Hinweise

- Flasche nach Reagenzentnahme umgehend wieder verschließen.
- **Die Testreagenzien dürfen nicht ins Abwasser gelangen!**
Hinweise zur Entsorgung können auf www.disposal-test-kits.com angefordert werden.

1.01804.0001

Spectroquant®

Test en tube Chlorures

Cl⁻

1. Méthode

Les ions chlorures réagissent avec le thiocyanate de mercure(II) pour donner le chlorure de mercure(II) peu dissocié. Le thiocyanate ainsi libéré forme avec les ions fer(III) le rouge thiocyanate de fer(III) qui est dosé par photométrie.

La méthode est analogue à EPA 325.1 et APHA 4500-Cl⁻ E.

2. Domaine de mesure et nombre de dosages

Domaine de mesure	Nombre de dosages
0,5 - 15,0 mg/l de Cl ⁻	25

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

3. Applications

Echantillons :

Eaux souterraines et eaux de surface

Eaux potables et minérales

Eaux industrielles

Eaux usées et eaux d'infiltration

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 7,5 et 0 mg/l de Cl⁻. 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	Hg ²⁺	1	EDTA	500
Al ³⁺	200	I ⁻	1	Chlore libre	0,5
Br ⁻	0,5	K ⁺	1000	Tensio-actifs anioniques ¹⁾	100
Ca ²⁺	1000	Mg ²⁺	200	Tensio-actifs cationiques ²⁾	1
Cd ²⁺	500	Mn ²⁺	500	Tensio-actifs non ioniques ³⁾	50
CN ⁻	0,2	NH ₄ ⁺	1000	H ₂ O ₂	50
CO ₃ ²⁻	200	Ni ²⁺	200	Na acétate	0,05 %
Cr ³⁺	50	NO ₂ ⁻	20	NaNO ₃	0,5 %
Cr ₂ O ₇ ²⁻	2	Pb ²⁺	1000	Na ₂ SO ₄	0,05 %
Cu ²⁺	200	PO ₄ ³⁻	100		
F ⁻	20	S ²⁻	1		
Fe ³⁺	100	Zn ²⁺	200		

¹⁾ testé avec le dodécylsulfate de Na

²⁾ testé avec le N-cétyl-N,N,N-triméthylammonium bromure

³⁾ testé avec le Triton® X-100

5. Réactifs et produits auxiliaires

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

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 Cl-1K

25 tubes à essai avec réactif

1 feuille de pastilles autocollantes pour le numérotage des tubes

Autres réactifs et accessoires :

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

Solution ammoniacale à 25 % pour analyses EMSURE®, art. 1.05432

Acide nitrique Titrisol® pour 1 mol/l, art. 1.09966

Chlorures - solution étalon, 1,00 mg/l de Cl, art. 1.33010

Chlorures - solution étalon, 2,50 mg/l de Cl, art. 1.33011

Chlorures - solution étalon, 10,0 mg/l de Cl, art. 1.32229

Pipettes pour volumes de pipetage de 0,25 et 10 ml

6. Préparation

- Analyser les échantillons immédiatement après leur prélèvement.
- Le pH doit être compris entre 3 et 11.**
L'ajuster si nécessaire avec de la solution ammoniacale diluée ou de l'acide nitrique.
- Filtrer les échantillons troubles.

7. Mode opératoire

Echantillon préparé (15 - 40 °C)	10 ml	Pipetter dans le tube à essai, boucher le tube et mélanger.
Réactif Cl-1K	0,25 ml	Ajouter à la pipette, boucher le tube et mélanger.

Laisser reposer 10 minutes (temps de réaction), puis mesurer l'échantillon à mesurer 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 env. 1,5.
- 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 (réactifs-test, dispositif de mesure, manipulation) et du mode opératoire, on peut utiliser les solutions étalon de chlorures (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.qa-test-kits.com.

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. Remarques

- Reboucher le flacon immédiatement après le prélèvement du réactif.
- Ne pas vider les réactifs-test dans les eaux usées.**
Pour commander les instructions sur l'élimination des déchets, cf. www.disposal-test-kits.com.

1.01804.0001

Spectroquant®

Test en cubetas Cloruros Cl^-

1. Método

Los iones cloruro reaccionan con tiocianato de mercurio(II) dando cloruro de mercurio(II) poco disociado. El tiocianato aquí liberado forma con iones hierro(III) tiocianato de hierro(III) rojo que se determina fotométricamente. **El procedimiento es análogo a EPA 325.1 y APHA 4500- Cl^- E.**

2. Intervalo de medida y número de determinaciones

Intervalo de medida	Número de determinaciones
0,5 - 15,0 mg/l de Cl^-	25

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

3. Campo de aplicaciones

Material de las muestras:

Aguas subterráneas y superficiales
Aguas potables y minerales
Aguas industriales
Aguas residuales y de infiltración
El test **no** es **adecuado** para agua de mar.

4. Influencia de sustancias extrañas

Ésta se comprobó de forma individual en soluciones con 7,5 y con 0 mg/l de Cl^- . 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	Hg²⁺	1
Al ³⁺	200	I ⁻	1
Br⁻	0,5	K ⁺	1000
Ca ²⁺	1000	Mg ²⁺	200
Cd ²⁺	500	Mn ²⁺	500
CN⁻	0,2	NH ₄ ⁺	1000
CO ₃ ²⁻	200	Ni ²⁺	200
Cr ³⁺	50	NO ₂ ⁻	20
Cr₂O₇²⁻	2	Pb ²⁺	1000
Cu ²⁺	200	PO ₄ ³⁻	100
F ⁻	20	S²⁻	1
Fe ³⁺	100	Zn ²⁺	200
		EDTA	500
		Cloro libre	0,5
		Tensioactivos aniónicos ¹⁾	100
		Tensioactivos catiónicos²⁾	1
		Tensioactivos no iónicos ³⁾	50
		H ₂ O ₂	50
		Na-acetato	0,05 %
		NaNO ₃	0,5 %
		Na ₂ SO ₄	0,05 %

¹⁾ ensayado con dodecilsulfato sódico

²⁾ ensayado con N-cetil-N,N,N-trimetilamonio bromuro

³⁾ ensayado con Triton® X-100

5. Reactivos y auxiliares

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

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 Cl-1K
25 cubetas de reacción
1 hoja con etiquetas redondas autoadhesivas para numerar las cubetas

Otros reactivos y accesorios:

MQuant® Tiras indicadoras universales pH 0 - 14, art. 1.09535
Amoníaco en solución 25 % para análisis EMSURE®, art. 1.05432
Ácido nítrico Titrisol® para 1 mol/l, art. 1.09966
Cloruros - solución patrón, 1,00 mg/l de Cl, art. 1.33010
Cloruros - solución patrón, 2,50 mg/l de Cl, art. 1.33011
Cloruros - solución patrón, 10,0 mg/l de Cl, art. 1.32229

Pipetas para volúmenes de pipeteo de 0,25 y de 10 ml

6. Preparación

- Analizar las muestras inmediatamente después de la toma de muestras.
- El valor del pH debe encontrarse en el intervalo 3 - 11.**
Si es necesario, ajustar con solución diluida de amoníaco o con ácido nítrico.
- Filtrar las muestras turbias.

7. Técnica

Muestra preparada (15 - 40 °C)	10 ml	Pipetear en una cubeta de reacción, cerrar la cubeta y mezclar.
Reactivo Cl-1K	0,25 ml	Añadir con pipeta, cerrar la cubeta y mezclar.

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 ser aprox. 1,5.
- 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 (reactivos del test, dispositivo de medición, manipulación) y el modo de trabajo pueden usarse las soluciones patrón de cloruros (ver apartado 5).

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

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

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. Notas

- Cerrar de nuevo inmediatamente el frasco tras la toma del reactivo.
- ¡Los reactivos del test no deben ir a las aguas residuales! Podrá pedirse información sobre los procedimientos de eliminación en www.disposal-test-kits.com.**

1.01804.0001

Spectroquant®

Test in cuvetta Cloruri

Cl⁻

1. Metodo

Gli ioni cloruro reagiscono con tiocianato di mercurio(II) per formare cloruro di mercurio(II) poco dissociato. Il tiocianato liberatosi forma con gli ioni ferro(III) il rosso tiocianato di ferro(III), il quale viene determinato fotometricamente.

Il procedimento è analogo a EPA 325.1 e APHA 4500-Cl⁻ E.

2. Intervallo di misura e numero delle determinazioni

Intervallo di misura	Numero delle determinazioni
0,5 - 15,0 mg/l Cl ⁻	25

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

3. Settore d'impiego

Materiale d'esame:

Acque sotterranee e di superficie
Acque potabili e minerali
Acqua industriale
Acque di scarico ed acque di infiltrazione
Il test **non** è adatto per acqua di mare.

4. Interferenze

L'interferenza è stata controllata singolarmente su soluzioni con 7,5 e 0 mg/l Cl⁻. 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	Hg ²⁺	1
Al ³⁺	200	I ⁻	1
Br ⁻	0,5	K ⁺	1000
Ca ²⁺	1000	Mg ²⁺	200
Cd ²⁺	500	Mn ²⁺	500
CN ⁻	0,2	NH ₄ ⁺	1000
CO ₃ ²⁻	200	Ni ²⁺	200
Cr ³⁺	50	NO ₂ ⁻	20
Cr ₂ O ₇ ²⁻	2	Pb ²⁺	1000
Cu ²⁺	200	PO ₄ ³⁻	100
F ⁻	20	S ²⁻	1
Fe ³⁺	100	Zn ²⁺	200
		EDTA	500
		Cloro libero	0,5
		Tensioattivi anionici ¹⁾	100
		Tensioattivi cationici ²⁾	1
		Tensioattivi non ionici ³⁾	50
		H ₂ O ₂	50
		Na-acetato	0,05 %
		NaNO ₃	0,5 %
		Na ₂ SO ₄	0,05 %

¹⁾ esaminato con Na-dodecil solfato

²⁾ esaminato con N-cetil-N,N,N-trimetilammonio bromuro

³⁾ esaminato con Triton® X-100

5. Reattivi ed accessori

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

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 Cl-1K
25 cuvette di reazione
1 foglio con etichette aderenti per contrassegnare le cuvette

Ulteriori reattivi ed accessori:

MQuant® Strisce indicatrici universali pH 0 - 14, art. 1.09535
Ammoniaca soluzione 25% per analisi EMSURE®, art. 1.05432
Acido nitrico Titrisol® per 1 mol/l, art. 1.09966
Cloruri - soluzione standard, 1,00 mg/l Cl, art. 1.33010
Cloruri - soluzione standard, 2,50 mg/l Cl, art. 1.33011
Cloruri - soluzione standard, 10,0 mg/l Cl, art. 1.32229

Pipette per volumi di dispensazione di 0,25 e 10 ml

6. Preparazione

- Analizzare i campioni immediatamente dopo il prelievo.
- Il pH deve rientrare nell'intervallo 3 - 11.**
Se necessario, regolare con soluzione diluita di ammoniaca o acido nitrico.
- Filtrare i campioni torbidi.

7. Esecuzione

Campione preparato (15 - 40 °C)	10 ml	Pipettare nella cuvetta di reazione, chiudere la cuvetta e mescolare.
Reattivo Cl-1K	0,25 ml	Aggiungere con pipetta, chiudere la cuvetta e mescolare.

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 essere ca. 1,5.
- 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 possono utilizzare le soluzioni standard di cloruri (vedere punto 5).

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

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

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. Avvertenze

- Chiudere il flacone immediatamente dopo il prelievo del reattivo.
- Non disperdere nelle acque di scarico i reattivi del test!**
Per richiedere informazioni sullo smaltimento visitare www.disposal-test-kits.com.