

1.18752.0001

Spectroquant®

COD Cell Test

for photometers of other manufacturers

COD

1. Definition

The COD (chemical oxygen demand) expresses the amount of oxygen originating from potassium dichromate that reacts with the oxidizable substances contained in 1 l of water under the working conditions of the specified procedure.

1 mol $K_2Cr_2O_7$ is equivalent to 1.5 mol O_2
Results are expressed as mg/l COD (= mg/l O_2)

2. Method

The water sample is oxidized with a hot sulfuric solution of potassium dichromate, with silver sulfate as the catalyst. Chloride is masked with mercury sulfate. The concentration of green Cr^{3+} ions is then determined photometrically.

The method corresponds to DIN ISO 15705 and is analogous to EPA 410.4, APHA 5220 D, and ASTM D1252-06B.

3. Measuring range and number of determinations

Measuring range	Number of determinations
0 - 1500 mg/l COD	25

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

4. Applications

This test measures organic and inorganic compounds oxidizable by dichromate.

Exceptions: some heterocyclic compounds (e.g. pyridine), quaternary nitrogen compounds, and readily volatile hydrocarbons.

Sample material:

In-process controls
Wastewater

5. Influence of foreign substances

The determination is not yet interfered with up to a chloride concentration of 2000 mg/l Cl^- .

The tolerable chloride concentration can be raised to 4000 mg/l Cl^- by placing 0.50 g of mercury(II) sulfate in the reaction cell prior to the sample.

6. 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 cells
1 sheet of round stickers for numbering the cells

Other reagents and accessories:

MQuant® Chloride Test, Cat. No. 1.10079,
measuring range 500 - ≥ 3000 mg/l Cl^-
Mercury(II) sulfate GR for analysis, Cat. No. 1.04480
Water for chromatography LiChrosolv®, Cat. No. 1.15333
Spectroquant® CombiCheck 20, Cat. No. 1.14675
COD standard solution, 100 mg/l COD, Cat. No. 1.25029
COD standard solution, 200 mg/l COD, Cat. No. 1.25030
COD standard solution, 400 mg/l COD, Cat. No. 1.25031
COD standard solution, 1000 mg/l COD, Cat. No. 1.25032

Pipette for a pipetting volume of 2.0 ml
Thermoreactor

7. Preparation

- Analyze immediately after sampling.
- Homogenize the samples.
- Check the chloride content with the MQuant® Chloride Test. Samples containing more than 2000 mg/l Cl^- must be diluted with distilled water **prior to** determining the COD. The tolerable chloride concentration can be raised by adding mercury(II) sulfate (see section 5).

8. Procedure

	Measure- ment sample	Blank (only 1x per series)	
Suspend the bottom sediment in the reaction cell by swirling.			
Pretreated sample	2.0 ml	-	Carefully allow to run from the pipette down the inside of the tilted reaction cell onto the reagent (Wear eye protection! The cell becomes hot!).
Distilled water ¹⁾	-	2.0 ml	
Tightly attach the screw cap to the cell. In all subsequent steps the cell must be held only by the screw cap! Vigorously mix the contents of the cell. Heat the cell at 148 °C in the preheated thermoreactor for 120 min. Remove the hot cell from the thermoreactor and allow to cool in a test-tube rack. Do not cool with cold water! Wait 10 min, swirl the cell, and return to the rack for complete cooling to room temperature (cooling time at least 30 min). Measure in the photometer.			

¹⁾ It is recommended to use water for chromatography LiChrosolv®, Cat. No. 1.15333.

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 measurement value remains stable over a long term.

9. 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 COD standard solutions (see section 6) or Spectroquant® CombiCheck 20 can be used. Besides a **standard solution** with 750 mg/l COD, CombiCheck 20 also contains an **addition solution** for determining sample-dependent interferences (**matrix effects**).
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.

10. Note

The test reagents must not be run off with the wastewater!
Dispose of chemical waste in accordance with the local regulations.
Information on disposal can also be found at
www.sigmaaldrich.com/spectroquant-retrologistic.

1.18752.0001

Spectroquant® CSB-Küvettentest für Fremdphotometer

CSB

1. Definition

Der CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) gibt die aus Kaliumdichromat stammende Menge Sauerstoff an, die unter den Arbeitsbedingungen des angegebenen Verfahrens mit den in 1 l Wasser enthaltenen oxidierbaren Stoffen reagiert.

1 mol $K_2Cr_2O_7$ entspricht 1,5 mol O_2
Angabe in mg/l CSB (= mg/l O_2)

2. Methode

Die Wasserprobe wird mit heißer schwefelsaurer Kaliumdichromat-Lösung und Silbersulfat als Katalysator oxidiert. Chlorid wird mit Quecksilbersulfat maskiert. Anschließend wird die Konzentration der grünen Cr^{3+} -Ionen photometrisch bestimmt.

Das Verfahren entspricht DIN ISO 15705 und ist analog EPA 410.4, APHA 5220 D und ASTM D1252-06B.

3. Messbereich und Anzahl der Bestimmungen

Messbereich	Anzahl der Bestimmungen
0 - 1500 mg/l CSB	25

Programmierungsdaten für ausgewählte Photometer s. www.sigmaaldrich.com/photometry.

4. Anwendungsbereich

Der Test erfasst mit Dichromat oxidierbare organische und anorganische Verbindungen.
Ausnahmen: einige Heterocyklen (z.B. Pyridin), quartäre Stickstoff-Verbindungen und leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe.

Probenmaterial:
Produktionskontrolle
Abwasser

5. Einfluss von Fremdstoffen

Die Bestimmung wird durch eine Chlorid-Konzentration von 2000 mg/l Cl^- noch nicht gestört.
Die tolerierbare Chlorid-Konzentration lässt sich auf 4000 mg/l Cl^- erhöhen, wenn vor der Probe 0,50 g Quecksilber(II)-sulfat in die Reaktionsküvette gegeben werden.

6. 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 Reaktionsküvetten
1 Bogen Klebpunkte zur Nummerierung der Küvetten

Weitere Reagenzien und Zubehör:

MQuant® Chlorid-Test, Art. 1.10079,
Messbereich 500 - ≥ 3000 mg/l Cl^-
Quecksilber(II)-sulfat zur Analyse, Art. 1.04480
Wasser für die Chromatographie LiChrosolv®, Art. 1.15333
Spectroquant® CombiCheck 20, Art. 1.14675
CSB-Standardlösung, 100 mg/l CSB, Art. 1.25029
CSB-Standardlösung, 200 mg/l CSB, Art. 1.25030
CSB-Standardlösung, 400 mg/l CSB, Art. 1.25031
CSB-Standardlösung, 1000 mg/l CSB, Art. 1.25032

Pipette für Pipettiervolumen 2,0 ml
Thermoreaktor

7. Vorbereitung

- Proben sofort nach der Probenahme analysieren.
- Proben homogenisieren.
- Chlorid-Gehalt überprüfen mit MQuant® Chlorid-Test. Proben mit mehr als 2000 mg/l Cl^- sind **vor** der CSB-Bestimmung mit dest. Wasser zu verdünnen.
Die tolerierbare Chlorid-Konzentration kann durch Zugabe von Quecksilber(II)-sulfat erhöht werden (siehe Abschnitt 5).

8. Durchführung

	Messprobe	Blindprobe (nur 1x pro Serie)	
Bodensatz in der Reaktionsküvette durch Umschwenken in Schwebelage bringen.			
Vorbereitete Probe	2,0 ml	-	Aus der Pipette vorsichtig an der inneren Wandung der schräg gehaltenen Reaktionsküvette auf das Reagenz fließen lassen (Schutzbrille! Küvette wird heiß!).
Dest. Wasser ¹⁾	-	2,0 ml	
Küvette mit Schraubkappe fest verschließen. Bei den weiteren Arbeitsschritten Küvette stets nur an der Schraubkappe anfassen! Inhalt der Küvette kräftig mischen. Küvette 120 min bei 148 °C im vorgeheizten Thermoreaktor erwärmen. Heiße Küvette aus dem Thermoreaktor herausnehmen und zum Abkühlen in ein Reagenzglasgestell stellen. Nicht mit kaltem Wasser kühlen! Nach 10 min Küvette umschwenken und zum Abkühlen auf Raumtemperatur in das Reagenzglasgestell zurückstellen (Abkühlzeit mind. 30 min). Im Photometer messen.			

¹⁾ empfohlen wird Wasser für die Chromatographie LiChrosolv®, Art. 1.15333

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.
- Der Messwert ist über längere Zeit stabil.

9. Analytische Qualitätssicherung

wird vor jeder Messserie empfohlen
Zur Überprüfung des photometrischen Messsystems (Testreagenz, Messvorrichtung, Handhabung) und der Arbeitsweise können die CSB-Standardlösungen (s. Abschnitt 6) bzw. Spectroquant® CombiCheck 20 verwendet werden. CombiCheck 20 enthält außer einer **Standardlösung** mit 750 mg/l CSB zusätzlich noch eine **Additionslösung** zur Ermittlung von probenabhängigen Störungen (**Matrixeffekte**).
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.

10. Hinweis

Die Testreagenzien dürfen nicht ins Abwasser gelangen!
Chemikalienabfälle gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie auch auf www.sigmaaldrich.com/spectroquant-retrologistic.

1.18752.0001

Spectroquant®

Test en tube DCO pour photomètres d'autres fabricants

DCO

1. Définition

La DCO (demande chimique en oxygène) correspond à la quantité d'oxygène émanant du dichromate de potassium réagissant, dans les conditions opératoires du procédé indiqué, avec les substances oxydables contenues dans 1 l d'eau.

1 mol de $K_2Cr_2O_7$ correspond à 1,5 mol de O_2
Indication en mg/l de DCO (= mg/l de O_2)

2. Méthode

L'échantillon d'eau est oxydé par une solution sulfurique chaude de dichromate de potassium avec du sulfate d'argent comme catalyseur. Les chlorures sont masqués par le sulfate de mercure. La concentration des ions Cr^{3+} verts est ensuite dosée par photométrie.

La méthode correspond à DIN ISO 15705 et est analogue à EPA 410.4, APHA 5220 D et ASTM D1252-06B.

3. Domaine de mesure et nombre de dosages

Domaine de mesure	Nombre de dosages
0 - 1500 mg/l de DCO	25

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

Applications

Ce test dose les composés organiques et minéraux oxydables par le dichromate.

Exceptions : quelques hétérocycles (pyridine p.ex.), les composés d'azote quaternaire et les hydrocarbures très volatils.

Echantillons :

Contrôle de production
Eaux usées

5. Influence des substances étrangères

Le dosage n'est pas encore perturbé jusqu'à la concentration de chlorures de 2000 mg/l de Cl^- .

La concentration de chlorures tolérable peut être augmentée jusqu'à 4000 mg/l de Cl^- si on ajoute 0,50 g de sulfate de mercure(II) avant l'échantillon dans le tube à essai.

6. Réactifs et produits auxiliaires

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

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 réactif
1 feuille de pastilles autocollantes pour le numérotage des tubes

Autres réactifs et accessoires :

MQuant® Test Chlorures, art. 1.10079, domaine de mesure 500 - ≥ 3000 mg/l de Cl^-
Mercure(II) sulfate pour analyses, art. 1.04480
Eau pour la chromatographie LiChrosolv®, art. 1.15333
Spectroquant® CombiCheck 20, art. 1.14675
DCO - solution étalon, 100 mg/l de DCO, art. 1.25029
DCO - solution étalon, 200 mg/l de DCO, art. 1.25030
DCO - solution étalon, 400 mg/l de DCO, art. 1.25031
DCO - solution étalon, 1000 mg/l de DCO, art. 1.25032

Pipette pour un volume de pipettage de 2,0 ml
Thermoréacteur

7. Préparation

- Analyser les échantillons immédiatement après leur prélèvement.
- Homogénéiser les échantillons.
- Vérifier la teneur en chlorures avec le test Chlorures MQuant®. Les échantillons contenant plus de 2000 mg/l de Cl^- doivent être dilués avec de l'eau distillée **avant** le dosage de la DCO. La concentration de chlorures tolérable peut être augmentée par addition de sulfate de mercure(II) (cf. § 5).

8. Mode opératoire

	Echantillon à mesurer	Echantillon à blanc (1 seul par série)	
Agiter le tube à essai pour amener le résidu en suspension.			
Echantillon préparé	2,0 ml	-	Faire couler avec précaution de la pipette, sur le réactif, le long de la paroi interne du tube à essai incliné (lunettes de protection ! le tube devient brûlant !).
Eau distillée ¹⁾	-	2,0 ml	
Boucher hermétiquement le tube avec le bouchon fileté. Lors des opérations suivantes, toujours saisir le tube par son bouchon. Mélanger énergiquement le contenu du tube. Chauffer le tube pendant 120 minutes à 148 °C dans le thermoréacteur préchauffé. Retirer le tube brûlant du thermoréacteur et le laisser refroidir dans un support d'éprouvettes. Ne pas refroidir à l'eau froide. Au bout de 10 minutes, agiter le tube et le remettre dans son support jusqu'à refroidissement à température ambiante (temps de refroidissement au moins 30 minutes). Mesurer dans le photomètre.			

¹⁾ On recommande d'utiliser l'eau pour la chromatographie LiChrosolv®, art. 1.15333.

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.
- La valeur mesurée est longtemps stable.

9. 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 les solutions étalons de DCO (cf. § 6) ou le CombiCheck 20 Spectroquant®. Outre une **solution étalon** avec 750 mg/l de DCO, le CombiCheck 20 contient aussi une **solution additive** pour la détermination des interférences dépendant de l'échantillon (**effets de matrice**). 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.

10. Remarque

Ne pas vider les réactifs-test dans les eaux usées.

Éliminez les déchets chimiques conformément aux réglementations locales.

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

1.18752.0001

Spectroquant®

Test en cubetas DQO

para fotómetros de otros fabricantes

DQO

1. Definición

El DQO (demanda química de oxígeno) indica la cantidad de oxígeno procedente de dicromato potásico que, bajo las condiciones de trabajo del procedimiento indicado, reacciona con las sustancias oxidables contenidas en 1 l de agua.

1 mol de $K_2Cr_2O_7$ corresponde a 1,5 mol de O_2
Indicación en mg/l de DQO (= mg/l de O_2)

2. Método

La muestra de agua se oxida con una solución sulfúrica caliente de dicromato potásico y sulfato de plata como catalizador. Los cloruros son enmascarados con sulfato de mercurio. A continuación se determina fotométricamente la concentración de los iones Cr^{3+} verdes.

El procedimiento corresponde a DIN ISO 15705 y es análogo a EPA 410.4, APHA 5220 D y ASTM D1252-06B.

3. Intervalo de medida y número de determinaciones

Intervalo de medida	Número de determinaciones
0 - 1500 mg/l de DQO	25

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

4. Campo de aplicaciones

El test determina las sustancias orgánicas e inorgánicas oxidables con dicromato.

Excepciones: algunos heterociclos (p.ej. piridina), compuestos de nitrógeno cuaternario e hidrocarburos fácilmente volátiles.

Material de las muestras:

Control de producción
Aguas residuales

5. Influencia de sustancias extrañas

Hasta la concentración de cloruros de 2000 mg/l de Cl^- la determinación todavía no es interferida.

La concentración tolerable de cloruros se puede aumentar hasta 4000 mg/l de Cl^- , si en la cubeta de reacción se añaden 0,50 g de sulfato de mercurio(II) antes de la muestra.

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 hoja con etiquetas redondas autoadhesivas para numerar las cubetas

Otros reactivos y accesorios:

MQuant® Test Cloruros, art. 1.10079,
intervalo de medida 500 - ≥ 3000 mg/l de Cl^-
Mercurio(II) sulfato para análisis, art. 1.04480
Agua para cromatografía LiChrosolv®, art. 1.15333
Spectroquant® CombiCheck 20, art. 1.14675
DQO - solución patrón, 100 mg/l de DQO, art. 1.25029
DQO - solución patrón, 200 mg/l de DQO, art. 1.25030
DQO - solución patrón, 400 mg/l de DQO, art. 1.25031
DQO - solución patrón, 1000 mg/l de DQO, art. 1.25032

Pipeta para un volumen de pipeteo de 2,0 ml
Termorreactor

7. Preparación

- Analizar las muestras inmediatamente después de la toma de muestras.
- Homogeneizar las muestras.
- Comprobar el contenido de cloruros con el test Cloruros MQuant®. Las muestras con más de 2000 mg/l de Cl^- deben diluirse con agua destilada **antes** de la determinación de DQO. Se puede elevarse la concentración tolerable de cloruros también mediante la adición de sulfato de mercurio(II) (ver apartado 5).

8. Técnica

	Muestra de medición	Muestra en blanco (sólo 1x por serie)	
Agitar por balanceo la cubeta de reacción para poner en suspensión el sedimento.			
Muestra preparada	2,0 ml	-	Verter cuidadosamente mediante la pipeta sobre el reactivo en la pared interna de la cubeta de reacción mantenida inclinada (¡gafas protectoras! ¡la cubeta se calienta!).
Agua destilada ¹⁾	-	2,0 ml	
Cerrar firmemente la cubeta con tapa roscada.			
¡En las siguientes etapas de trabajo agarrar la cubeta solamente por la tapa roscada!			
Mezclar vigorosamente el contenido de la cubeta.			
Calentar la cubeta durante 120 minutos a 148 °C en el termorreactor precalentado.			
Sacar del termorreactor la cubeta caliente y colocarla en un soporte para tubos de ensayo para que se enfríe.			
¡No refrigerar con agua fría!			
Al cabo de 10 minutos agitar la cubeta por balanceo y para enfriarla a temperatura ambiente volver a colocarla en el soporte para tubos de ensayo (tiempo de enfriamiento mínimo 30 minutos).			
Medir en el fotómetro.			

¹⁾ Se recomienda utilizar el agua para cromatografía LiChrosolv®, art. 1.15333.

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 de medición es estable durante un tiempo prolongado.

9. 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 pueden usarse las soluciones patrón de DQO (ver apartado 6) o el CombiCheck 20 Spectroquant®. Además de una **solución patrón** con 750 mg/l de DQO, el CombiCheck 20 contiene también una **solución de adición** para 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.

10. Nota

¡Los reactivos del test no deben ir a las aguas residuales! 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.

1.18752.0001

Spectroquant®

Test in cuvetta COD per fotometri di altri fabbricanti

COD

1. Definizione

Il COD (domanda chimica d'ossigeno, chemical oxygen demand) corrisponde alla quantità d'ossigeno proveniente da bicromato potassico, la quale reagisce sulle condizioni del procedimento specificato con le sostanze ossidabili contenute in 1 l d'acqua.

1 mol $K_2Cr_2O_7$ corrisponde a 1,5 mol O_2
Indicazione in mg/l COD (= mg/l O_2)

2. Metodo

Il campione d'acqua viene ossidato con una soluzione solforica calda di bicromato potassico e solfato d'argento come catalizzatore. I cloruri vengono mascherati da solfato di mercurio. In seguito, viene determinata fotometricamente la concentrazione degli ioni Cr^{3+} verdi.

Il procedimento corrisponde a DIN ISO 15705 ed è analogo a EPA 410.4, APHA 5220 D ed ASTM D1252-06B.

3. Intervallo di misura e numero delle determinazioni

Intervallo di misura	Numero delle determinazioni
0 - 1500 mg/l COD	25

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

4. Settore d'impiego

Il test rileva composti organici ed inorganici ossidabili con bicromato. Eccezioni: alcuni eterocicli (p.es. piridina), composti di azoto quaternario ed idrocarburi facilmente volatili.

Materiale d'esame:

Controllo di produzione
Acque di scarico

5. Interferenze

La determinazione non subisce interferenze fino alla concentrazione dei cloruri da 2000 mg/l Cl^- .

La concentrazione di cloruri tollerabile può essere aumentata fino a 4000 mg/l Cl^- se prima del campione nella cuvetta di reazione vengono aggiunti 0,50 g di solfato di mercurio(II).

6. 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 reazione

1 foglio con etichette aderenti per contrassegnare le cuvette

Ulteriori reattivi ed accessori:

MQuant® Test Cloruri, art. 1.10079,

intervallo di misura 500 - ≥ 3000 mg/l Cl^-

Mercurio solfato ico per analisi, art. 1.04480

Acqua per cromatografia LiChrosolv®, art. 1.15333

Spectroquant® CombiCheck 20, art. 1.14675

COD - soluzione standard, 100 mg/l COD, art. 1.25029

COD - soluzione standard, 200 mg/l COD, art. 1.25030

COD - soluzione standard, 400 mg/l COD, art. 1.25031

COD - soluzione standard, 1000 mg/l COD, art. 1.25032

Pipetta per un volume di dispensazione di 2,0 ml

Termoreattore

7. Preparazione

- Analizzare i campioni immediatamente dopo il prelievo.
- Omogeneizzare i campioni.
- Controllare il contenuto di cloruri con il test Cloruri MQuant®. I campioni con più di 2000 mg/l Cl^- devono essere diluiti con acqua distillata **prima** della determinazione del COD. La concentrazione di cloruri tollerabile può essere aumentata anche mediante l'aggiunta di solfato di mercurio(II) (vedere punto 5).

8. Esecuzione

	Campione da analizzare	Bianco (solo 1x per serie)	
Agitare la cuvetta di reazione per portare a sospensione il precipitato.			
Campione preparato	2,0 ml	-	Lasciar scorrere con precauzione sul reattivo mediante la pipetta, nella parete interna della cuvetta di reazione tenuta in posizione obliqua (occhiali di protezione! La cuvetta diventa calda!).
Acqua distillata ¹⁾	-	2,0 ml	

Chiudere per bene la cuvetta con tappo a vite.

Nei passaggi successivi afferrare la cuvetta solo per il tappo!

Mescolare **energeticamente** il contenuto della cuvetta.

Riscaldare la cuvetta per 120 min. a 148 °C nel termoreattore preriscaldato. Togliere la cuvetta surriscaldata dal termoreattore e lasciarla raffreddare sul portaprovette.

Non raffreddare con acqua fredda!

Dopo 10 min. agitare la cuvetta, riporla sul portaprovette e lasciarla raffreddare completamente a temperatura ambiente (far raffreddare per almeno 30 min.). Misurare nel fotometro.

¹⁾ Si raccomanda di utilizzare l'acqua per cromatografia LiChrosolv®, art. 1.15333.

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 valore misurato rimane stabile a lungo.

9. 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 COD (vedere punto 6) o il CombiCheck 20 Spectroquant®. Oltre a una **soluzione standard** con 750 mg/l COD, il CombiCheck 20 contiene inoltre una **soluzione additiva** per la rilevazione di interferenze provenienti dal campione (**effetti matrice**).

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.

10. Avvertenza

Non disperdere nelle acque di scarico i reattivi del test!

Smaltire i rifiuti chimici in conformità alle normative locali.

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