

1.14416.0001

MQuant® Sulfide Test

S²⁻

1. Method

Determination with color-card comparator

In aqueous solutions of sulfides a pH-dependent equilibrium exists between dissolved hydrogen sulfide (H₂S), hydrogen sulfide ions (HS⁻), and sulfide ions (S²⁻). In the acidic range, in which practically only dissolved hydrogen sulfide is present, this reacts with dimethyl-p-phenylenediamine and iron(III) ions to form methylene blue. The sulfide 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	Number of determinations
0.02 - 0.04 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.13 - 0.16 - 0.20 - 0.25 mg/l S ²⁻	100

3. Applications

Sample material:

Groundwater and surface water
Drinking water and mineral water
Waters from aquaculture
Wastewater
Soils after appropriate sample pretreatment
This test is **not suited** for seawater.

4. Influence of foreign substances

This was checked individually in solutions containing 1 and 0 mg/l S²⁻. 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⁺	0.05	Cu²⁺	0.05	NO₂⁻	10
Al ³⁺	1000	F ⁻	1000	Pb²⁺	10
Ca ²⁺	1000	Fe³⁺	10	PO ₄ ³⁻	1000
Cd ²⁺	1000	Hg²⁺	1	SiO ₃ ²⁻	1000
CN ⁻	1000	Mg ²⁺	1000	Zn ²⁺	1000
Cr ³⁺	100	NH ₄ ⁺	1000		
Cr₂O₇²⁻	10	Ni ²⁺	1000	EDTA	0
				NaCl	0.5%
				NaNO ₃	1%
				Na ₂ SO ₄	1%

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 S-1
2 bottles of reagent S-2
2 bottles of reagent S-3
2 test tubes with screw caps (in comparator block)
1 color card

Other reagents and accessories:

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

MQuant® Flat-bottomed long tubes with screw caps for MQuant® tests with color-card comparator (12 pcs), Cat. No. 1.14901

6. Preparation

- Analyze immediately after sampling.
- The pH must be within the range 2 - 10.**
Adjust, if necessary, with sodium hydroxide solution or sulfuric acid.
- Filter turbid samples.

7. Procedure

Open the box and set up with both test tubes **on the left**.

Unfold the color card and insert it, colored end first, into the slit at the lower **right-hand** edge of the box.

	Measurement sample tube <u>nearer</u> to the tester (A)	Blank tube <u>farther</u> from the tester (B)	
Pretreated sample (10 - 25 °C)	20 ml	20 ml	Fill the test tube to the mark (= 20 ml).
Reagent S-1	2 drops ¹⁾	-	Add, close the tube, and mix.
Reagent S-2	10 drops ¹⁾	-	Add, close the tube, and mix.
Reagent S-3	10 drops ¹⁾	-	Add, close the tube, and mix.

Leave to stand for 1 min (reaction time).

Slide the color card through to the left until the closest possible color match is achieved between the two open test tubes when viewed from above.

Read off the result in mg/l S²⁻ from the color card at the lower right-hand edge of the box.

¹⁾ **Hold the bottle vertically while adding the reagent!**

Notes on the measurement:

- The color of the measurement solution remains stable for at least 60 min after the end of the reaction time stated above.
- Turbidity in the measurement solution makes the color comparison more difficult.
- 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 0.25 mg/l S²⁻ is obtained.

Concerning the result of the analysis, the dilution must be taken into account:

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

8. Method control

To check test reagents, measurement device, and handling:

Freshly prepare a sulfide standard solution containing 0.10 mg/l S²⁻ (application see the website) and **immediately** analyze as described in section 7.

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

9. Notes

- Reclose the reagent bottles immediately after use.
- Rinse the test tubes **with distilled water only**.
- Information on disposal can be obtained at www.disposal-test-kits.com.**

1.14416.0001

MQuant®
Test Sulfures

S²⁻

1. Méthode

Dosage avec comparateur à carte colorimétrique
Dans les solutions aqueuses des sulfures, il existe un équilibre pH-dépendant entre le sulfure d'hydrogène (H₂S) dissous, les ions hydrogénosulfures (HS⁻) et les ions sulfures (S²⁻). Dans le domaine acide, dans lequel n'existe pratiquement que du sulfure d'hydrogène dissous, ce dernier réagit avec le diméthyl-p-phénylènediamine et les ions fer(III) pour donner du bleu de méthylène. La concentration en sulfures 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	Nombre de dosages
0,02 - 0,04 - 0,06 - 0,08 - 0,10 - 0,13 - 0,16 - 0,20 - 0,25 mg/l de S ²⁻	100

3. Applications

Echantillons :
Eaux souterraines et eaux de surface
Eaux potables et minérales
Eaux de l'aquaculture
Eaux usées
Sols 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 1 et 0 mg/l de S²⁻. 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 ⁺	0,05	Cu ²⁺	0,05	NO ₂ ⁻	10
Al ³⁺	1000	F ⁻	1000	Pb ²⁺	10
Ca ²⁺	1000	Fe ³⁺	10	PO ₄ ³⁻	1000
Cd ²⁺	1000	Hg ²⁺	1	SiO ₃ ²⁻	1000
CN ⁻	1000	Mg ²⁺	1000	Zn ²⁺	1000
Cr ³⁺	100	NH ₄ ⁺	1000		
Cr ₂ O ₇ ²⁻	10	Ni ²⁺	1000		

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 S-1
2 flacons de réactif S-2
2 flacons de réactif S-3
2 tubes à essai avec bouchon fileté (en bloc comparateur)
1 carte colorimétrique

Autres réactifs et accessoires :
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

MQuant® Tubes longs à fond plat avec bouchon fileté pour tests MQuant® avec comparateur à carte colorimétrique (12 unités), art. 1.14901

6. Préparation

- Analyser les échantillons immédiatement après leur prélèvement.
- Le pH doit être compris entre 2 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

Orienter la boîte ouverte de telle façon que les deux tubes à essai se trouvent à gauche . Introduire la carte colorimétrique dépliée, côté points colorés d'abord, dans la fente droite du fond de la boîte.			
	Echantillon à mesurer tube le plus proche de l'opérateur (A)	Echantillon à blanc tube le plus éloigné de l'opérateur (B)	
Echantillon pré-préparé (10 - 25 °C)	20 ml	20 ml	Remplir le tube à essai jusqu'au trait (= 20 ml).
Réactif S-1	2 gouttes ¹⁾	-	Ajouter, boucher le tube et mélanger.
Réactif S-2	10 gouttes ¹⁾	-	Ajouter, boucher le tube et mélanger.
Réactif S-3	10 gouttes ¹⁾	-	Ajouter, boucher le tube et mélanger.
Laisser reposer 1 minute (temps de réaction).			
Faire coulisser la carte colorimétrique vers la gauche jusqu'à ce que les couleurs, vues du haut à travers les deux tubes non bouchés, coïncident le plus possible. Lire le résultat en mg/l de S ²⁻ sur la carte colorimétrique au niveau de l'arête inférieure droite de la boîte.			

¹⁾ Pendant l'addition du réactif tenir le flacon verticalement.

Remarques concernant la mesure :

- La couleur de la solution à mesurer reste stable pendant un minimum de 60 minutes passé le temps de réaction indiqué plus haut.
- Les troubles éventuels se développant après la réaction compliquent la comparaison des couleurs.
- 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 0,25 mg/l de S²⁻.
Bien entendu prendre la dilution en considération pour le résultat d'analyse :

Résultat d'analyse = valeur mesurée x facteur de dilution

8. Contrôle du procédé

Contrôle des réactifs-test, du dispositif de mesure et de la manipulation : Préparer extemporanément une solution étalon de sulfures avec 0,10 mg/l de S²⁻ (application, cf. site web) et analyser **immédiatement** comme décrit au § 7.
Remarques complémentaires, cf. sous **www.qa-test-kits.com**.

9. Remarques

- Reboucher les flacons immédiatement après le prélèvement des réactifs.
- Ne** rincer les tubes à essai **qu'avec de l'eau distillée**.
- Pour commander les instructions sur l'élimination des déchets, cf. www.disposal-test-kits.com.**

1.14416.0001

MQuant®
Test Sulfuros

S²⁻

1. Método

Determinación con comparador de tarjeta colorimétrica
En las soluciones acuosas de sulfuros existe un equilibrio dependiente del pH entre sulfuro de hidrógeno (H₂S) disuelto, iones hidrogenosulfuro (HS⁻) e iones sulfuro (S²⁻). En el intervalo ácido, en el que prácticamente sólo existe sulfuro de hidrógeno disuelto, éste reacciona con dimetil-p-fenilendiamina e iones hierro(III) dando azul de metileno. La concentración de sulfuros 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	Número de determinaciones
0,02 - 0,04 - 0,06 - 0,08 - 0,10 - 0,13 - 0,16 - 0,20 - 0,25 mg/l de S ²⁻	100

3. Campo de aplicaciones

Material de las muestras:
Aguas subterráneas y superficiales
Aguas potables y minerales
Aguas de la acuicultura
Aguas residuales
Suelos tras preparación apropiada de la muestra
El test **no es adecuado** para agua de mar.

4. Influencia de sustancias extrañas

Ésta se comprobó de forma individual en soluciones con 1 y con 0 mg/l de S²⁻. 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 ⁺	0,05	Cu ²⁺	0,05	NO ₂ ⁻	10
Al ³⁺	1000	F ⁻	1000	Pb ²⁺	10
Ca ²⁺	1000	Fe ³⁺	10	PO ₄ ³⁻	1000
Cd ²⁺	1000	Hg ²⁺	1	SiO ₃ ²⁻	1000
CN ⁻	1000	Mg ²⁺	1000	Zn ²⁺	1000
Cr ³⁺	100	NH ₄ ⁺	1000		
Cr ₂ O ₇ ²⁻	10	Ni ²⁺	1000	EDTA	0
				NaCl	0,5 %
				NaNO ₃	1 %
				Na ₂ SO ₄	1 %

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 S-1
2 frascos de reactivo S-2
2 frascos de reactivo S-3
2 tubos de ensayo con tapa roscada (en bloque comparador)
1 tarjeta colorimétrica

Otros reactivos y accesorios:
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
MQuant® Tubos de fondo plano, largos, con tapa roscada para tests MQuant® con comparador de tarjeta colorimétrica (12 unidades), art. 1.14901

6. Preparación

- Analizar las muestras inmediatamente después de la toma de muestras.
- El valor del pH debe encontrarse en el intervalo 2 - 10.**
Si es necesario, ajustar con solución de hidróxido sódico o con ácido sulfúrico.
- Filtrar las muestras turbias.

7. Técnica

Orientar la caja abierta de tal manera que ambos tubos de ensayo se encuentren a la izquierda . Desplazar la tarjeta colorimétrica abierta con los puntos coloreados hacia delante, introduciéndola en la ranura del borde inferior derecho de la caja.			
	Muestra de medición tubo más cerca del operador (A)	Muestra en blanco tubo más apartado del operador (B)	
Muestra preparada (10 - 25 °C)	20 ml	20 ml	Llenar el tubo de ensayo hasta la señal de enrase (= 20 ml).
Reactivo S-1	2 gotas ¹⁾	-	Añadir, cerrar el tubo y mezclar.
Reactivo S-2	10 gotas ¹⁾	-	Añadir, cerrar el tubo y mezclar.
Reactivo S-3	10 gotas ¹⁾	-	Añadir, cerrar el tubo y mezclar.
Dejar en reposo 1 minuto (tiempo de reacción).			
Desplazar la tarjeta colorimétrica hacia la izquierda hasta que, observando por encima ambos tubos de ensayo abiertos, los colores coincidan de la mejor manera posible. Leer en la tarjeta colorimétrica el valor de medición en mg/l de S ²⁻ en el borde inferior derecho de la caja.			

¹⁾ **¡Mantener el frasco verticalmente durante la adición del reactivo!**

Notas sobre la medición:

- El color de la solución de medición permanece estable como mínimo 60 minutos después de transcurrido el tiempo de reacción antes indicado.
- Las turbideces después de acabada la reacción dificultan la comparación del color.
- 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 0,25 mg/l de S²⁻.
En el resultado del análisis debe considerarse correspondientemente la dilución:

Resultado del análisis = valor de medición x factor de dilución

8. Control del procedimiento

Comprobación de los reactivos del test, del dispositivo de medición y de la manipulación:
Preparar poco antes de su uso una solución patrón de sulfuros con 0,10 mg/l de S²⁻ (aplicación, ver sitio web) y analizar **inmediatamente** como se describe en el apartado 7.
Notas adicionales, ver bajo www.qa-test-kits.com.

9. Notas

- Cerrar de nuevo inmediatamente los frascos tras la toma de los reactivos.
- Enjuagar los tubos de ensayo **solamente con agua destilada**.
- Podrá pedirse información sobre los procedimientos de eliminación en www.disposal-test-kits.com.**