

1.09176.0100

Supelco®

www.sigmaaldrich.com

pH-solución indicadora pH 9,0 - 13,0

Método de determinación

Una solución indicadora confiere al agua a la que se añade, una coloración que es característica del correspondiente valor del pH. Por comparación con los valores cromáticos de la escala patrón se encuentra rápida y exactamente el correspondiente valor del pH.

Modo de empleo

1. Lavar la probeta con el agua a examinar y llenarla hasta la señal de enrase de 5 ml.
2. Añadir 3 gotas y agitar.
3. Colocar la probeta sobre las rayas centrales blancas de la escala de color del pH y desplazarla hasta que el color de la solución coincida con un valor cromático patrón o sea posible clasificarla entre dos valores cromáticos patrones. (La solución debe observarse desde arriba.)
4. Leer el valor del pH.

Nota

Condición previa para las determinaciones del pH con soluciones indicadoras es que el líquido a examinar sea incoloro y transparente, o solamente esté débilmente coloreado o turbio, de manera que no se impida el reconocimiento del tono de color del indicador.

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

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Merck, Supelco y Sigma-Aldrich 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.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com

1.09176.0100

Supelco®

www.sigmaaldrich.com

Solução indicadora de pH pH 9,0 - 13,0

Método de determinação

Uma solução indicadora confere à água a que é adicionada uma coloração característica do respectiva valor de pH. Esse valor de pH determina-se fácil e exactamente, por comparação com os valores cromáticos de uma escala de comparação.

Modo de emprego

1. Lavar o recipiente de medição com a água a analisar e, encher até à marcação 5 ml.
2. Adicionar 3 gotas e agitar.
3. Colocar o recipiente de medição sobre a tira branca média da escala de cores para pH, e deslocar até que a cor da solução coincida com um valor cromático da escala ou, até que seja possível ordená-la entre dois valores da escala de comparação. (Olhar de cima para baixo através da solução.)
4. Ler o pH.

Nota

A condição para que as determinações de pH, sejam feitas com soluções de indicadores, é que o líquido a analisar seja incolor e límpido, ou só ligeiramente corado ou turvo, de tal modo que o reconhecimento do tom da cor do indicador não seja alterada.

O sector Life Science da Merck opera como MilliporeSigma nos EUA e Canadá.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou filiais. Todos os direitos reservados. Merck, Supelco e Sigma-Aldrich são marcas registradas da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha ou de suas respectivas filiais. As restantes marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As informações detalhadas sobre marcas comerciais estão disponíveis nos meios de acesso público.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com

1.09176.0100

Supelco®

www.sigmaaldrich.com

pH-Indicator Solution pH 9.0 - 13.0

Method of determination

An indicator solution gives water, to which it is added, a coloration, which is characteristic for the pH. The pH can be quickly and accurately determined by comparison with the color values of the comparison scale.

Directions for use

1. Rinse the measuring vessel with the water to be tested and fill to the 5-ml mark.
2. Add 3 drops and shake.
3. Place the measuring vessel on the white middle strip of the pH-color scale and slide it along until the color of the solution matches a color comparison value or lies between two color comparison values. (The solution should be viewed from above.)
4. Read off the pH.

Note

A pre-condition for pH determinations with indicator solutions is, that the liquid being investigated is colorless and clear or so weakly colored and turbid that the color of the indicator is not adversely affected.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved. Merck, Supelco, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly available resources.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com

1.09176.0100

Supelco®

www.sigmaaldrich.com

pH-Indikatorlösung pH 9,0 - 13,0

Bestimmungsmethode

Eine Indikatorlösung verleiht dem Wasser, dem es zugesetzt wird, eine Färbung, die für den jeweiligen pH-Wert charakteristisch ist. Durch Vergleich mit den Farbwerten der Vergleichsskala ist der jeweilige pH-Wert schnell und genau zu ermitteln.

Gebrauchsanweisung

1. Messgefäß mit dem zu prüfenden Wasser spülen und bis zur 5-ml-Markierung füllen.
2. 3 Tropfen zugeben und schütteln.
3. Messgefäß auf den weißen Mittelstreifen der pH-Farbskala aufsetzen und so lange verschieben, bis die Farbe der Lösung mit einem Farbvergleichswert übereinstimmt oder eine Einordnung zwischen zwei Farbvergleichswerten möglich ist. (Hierbei von oben durch die Lösung schauen.)
4. pH-Wert ablesen.

Anmerkung

Voraussetzung für pH-Bestimmungen mit Indikatorlösungen ist, dass die zu untersuchende Flüssigkeit farblos und klar oder nur schwach gefärbt oder trüb ist, dass die Erkennung des Indikatorfarbtons nicht beeinträchtigt wird.

Der Unternehmensbereich Life Science von Merck tritt in den USA und in Kanada als MilliporeSigma auf.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Merck, Supelco und Sigma-Aldrich sind Marken der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Ausführliche Informationen zu Markennamen sind über öffentlich zugängliche Informationsquellen erhältlich.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com

1.09176.0100

Supelco®

www.sigmaaldrich.com

pH-Solution indicatrice pH 9,0 - 13,0

Méthode de détermination

Une solution indicatrice donne à l'eau à laquelle elle est ajoutée une coloration caractéristique pour chaque valeur de pH. Par comparaison avec les couleurs d'une échelle étalon, le pH correspondant peut être déterminé rapidement et de manière exacte.

Mode d'emploi

1. Rincer le récipient à essais avec l'eau à analyser et le remplir jusqu'au repère 5 ml.
2. Ajouter 3 gouttes et agiter.
3. Placer le récipient à essais sur la bande blanche médiane de l'échelle des couleurs de pH et le déplacer jusqu'à ce que la teinte de la solution corresponde à une valeur de l'échelle colorée de comparaison, ou qu'il puisse être intercalé entre deux valeurs de cette même échelle des couleurs. (A cet effet, observer la solution depuis le haut.)
4. Lire la valeur du pH.

Remarque

Les déterminations du pH avec des solutions indicatrices ne peuvent se faire que si le liquide à vérifier est incolore et limpide, ou s'il n'est que très faiblement coloré ou trouble, de telle sorte que la caractérisation de la teinte de l'indicateur ne soit pas gênée.

Aux États-Unis et au Canada, l'activité Life Science de Merck opère sous le nom de MilliporeSigma.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Merck, Supelco et Sigma-Aldrich sont des marques de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Des informations détaillées sur les marques sont disponibles via des ressources accessibles au public.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com

1.09176.0100

Supelco®

www.sigmaaldrich.com

Soluzione indicatrice del pH pH 9,0 - 13,0

Metodo di determinazione

Una soluzione di indicatore conferisce all'acqua, al quale è stata aggiunta, una colorazione caratteristica per ogni pH, che si ricava rapidamente e con precisione per confronto con una scala cromatica.

Istruzioni per l'uso

1. Risciacquare il becherino con l'acqua da analizzare e riempirlo fino alla tacca dei 5 ml.
2. Aggiungere 3 gocce ed agitare.
3. Poggiare il becherino sulla banda bianca centrale della scala cromatica del pH e spostare, finché la colorazione della soluzione corrisponde a una o cade tra due gradazioni di tale scala. (Guardare sempre dall'alto nel becherino.)
4. Leggere il pH.

Osservazione

Premessa per poter effettuare determinazioni di pH con le soluzioni indicatrici è che il liquido da esaminare sia incolore e limpido che almeno la colorazione e/o la torbidità siano talmente deboli, da non interferire nella valutazione della gradazione di colore.

Negli USA e in Canada il comparto Life Science di Merck opera con il nome MilliporeSigma.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germania e/o sue affiliate. Tutti i diritti sono riservati. Merck, Supelco e Sigma-Aldrich sono marchi di Merck KGaA, Darmstadt, Germania. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei legittimi detentori. Informazioni dettagliate sui marchi sono disponibili tramite risorse pubblicamente accessibili.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com