

Solutions Sartorius pour la détection du coronavirus SARS-CoV-2 dans des échantillons prélevés dans l'environnement, l'air et l'eau

Pour répondre à la nécessité de mieux comprendre la COVID-19, conformément aux directives du CDC et de l'OMS, nous vous soutenons dans vos efforts en vous proposant des solutions destinées aux tests environnementaux.

Si vous souhaitez recueillir les virus présents dans des échantillons d'air, rechercher des méthodes pour concentrer les virus à partir d'échantillons d'eau ou optimiser la manière dont vous manipulez vos échantillons, Sartorius propose des solutions complètes et fiables pour faciliter votre travail.



Surveillance du SARS-CoV-2 présent dans l'air

Découvrez les outils d'échantillonnage de l'air permettant de détecter le SARS-CoV-2 présent dans l'air de vos locaux



Échantillonneur d'air Airport MD8

Grâce à l'échantillonneur d'air portable Airport MD8, l'air de toutes les zones à haut risque de contamination peut être systématiquement échantillonné afin de détecter le coronavirus.

Le nouveau kit comprend une technologie unique de transfert et de dissolution de membrane, spécialement conçue pour assurer un échantillonnage rapide et fiable et pour faciliter le stockage et la préparation des échantillons de virus et d'autres agents pathogènes.



Filtre à membrane en gélatine et kit de dissolution

Les filtres uniques à membrane en gélatine hydrosoluble sont le moyen idéal pour surveiller facilement les niveaux de SARS-CoV-2 et d'autres agents pathogènes en suspension dans l'air ambiant.

Nos membranes de gélatine offrent les taux de rétention les plus élevés pour les bactéries, les virus, les spores et les phages et préservent la viabilité des micro-organismes et des virus échantillonnés.

Procédure facile, de la collecte à la détection par PCR du virus



Préparation à l'échantillonnage

Échantillonnage de l'air sur site actif

Transfert de la membrane

Dissolution de la membrane

Extraction et amplification par PCR

Les membranes filtrantes en gélatine Sartorius, associées à la technologie de dissolution brevetée, vous permettent de détecter chaque virus retenu sur votre membrane.

Après échantillonnage, la membrane peut être dissoute dans de très faibles volumes d'eau ou de tampon afin de procéder à l'extraction de l'ARN et à l'analyse ultérieure par PCR, ou par le biais de tests d'infectivité virale.

Surveillance du SARS-CoV-2 présent dans les eaux usées

En savoir plus : www.sartorius.com

Préparation efficace des échantillons d'eaux usées avant la détection du SARS-CoV-2

Concentration de virus et de particules VLP par ultrafiltration

Les produits d'ultrafiltration sont parfaits pour isoler et concentrer les virus ou les particules de type viral présents dans les échantillons d'eaux potables, usées et de surface. Les dispositifs d'ultrafiltration Vivaspin® et Vivaflow® sont utilisés avant l'extraction et la détection de l'ARN génomique du SARS-CoV-2 par PCR en temps réel.

La gamme de produits comprend des membranes dont les matériaux et les seuils de poids moléculaire (MWCO) sont différents afin de couvrir un large éventail d'applications.



Dispositifs de filtration par centrifugation Vivaspin®, pour des volumes compris entre 100 µl et 20 ml



Dispositif de filtration par centrifugation et pression Vivaspin®, pour des volumes compris entre 20 ml et 100 ml



Dispositifs de filtration par flux tangentiel Vivaflow®, pour des volumes allant de 50 ml à plusieurs litres

Préparation des échantillons d'eaux usées avant la détection par PCR



Collecte d'échantillons



Élimination des particules



Concentration



Extraction et amplification par PCR

Sartorius accompagne vos opérations de préparation des échantillons d'eaux usées en proposant des solutions rationalisées d'élimination des particules et de concentration de l'ARN du SARS-CoV-2.

Produits et accessoires connexes

Élimination des particules par centrifugation et filtration



Les unités de filtration sous vide Sartolab® RF50 sont des unités à usage unique conçues pour la filtration de volumes d'échantillons allant jusqu'à 50 ml. L'unité de filtration peut être utilisée comme système autonome ou avec le Sartolab® Multistation, qui peut filtrer en parallèle jusqu'à 6 échantillons.



Une large gamme de membranes filtrantes destinées à la filtration de solutions aqueuses à débit élevé. Utilisées pour la rétention de particules et disponibles dans différents diamètres et tailles de pores.



Les dispositifs de filtration sous pression Sartolab® P20 avec membrane PES sont des unités de filtration pratiques, destinées aux volumes d'échantillon de 100 ml à 5 l, fortement chargés en particules.

Eau ultrapure sans nucléase

L'eau sans nucléase peut être utilisée dans plusieurs étapes des opérations de concentration, d'extraction et de détection de l'ARN : pour la remise en suspension de la phase solide des échantillons d'eaux usées après centrifugation et élution après fixation sur membranes, suivie d'une détection par PCR. Avec les systèmes Arium® Ultrapure Water de Sartorius, vous disposez, partout et à tout moment, d'une eau sans nucléase.



Pipetage et transfert d'échantillons

Pour détecter le SARS-CoV-2, la préparation de l'ARN et la RT-PCR (PCR en temps réel) sont des protocoles intensifs de pipetage nécessitant un pipetage fin, précis et sans contamination.



Les pipettes ergonomiques mécaniques Tacta® et électroniques Picus® et Picus® NXT conçues par Sartorius sont faciles à nettoyer et résistantes, ce qui simplifie la décontamination régulière pendant les tests de coronavirus.



Les pointes à filtre Safetyspace pré-stérilisées et exemptes de DNase et de RNase aident à protéger les échantillons des contaminations.

Allemagne

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Téléphone +49 551 308 0

États-Unis

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Téléphone +1 631 254 4249
Numéro gratuit +1 800 635 2906

France & Suisse Romande

Sartorius France S.A.S.
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier,
Zone d'Activité de la Gaudrée
91410 Dourdan
Téléphone +33 1 70 62 50 00

🌐 Pour plus d'informations,
consultez le site
www.sartorius.com/
environmental-testing

La Belgique

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
B-1030 Schaarbeek
Téléphone : +32 2 756 06 80

