

## SARS-CoV-2-Coronavirus - Nachweis in Luft, Wasser und Umwelt - Proben

Richtlinien von internationalen und nationalen Organisationen wie WHO und CDC, aber auch die gesamte globale Öffentlichkeit erfordern weitgehende Erkenntnisse in Detektion und Quantifizierung von Covid 19 und anderen Viren - Kontaminationen in Umweltproben.

Sartorius - Lösungen unterstützen Sie hierbei, ob Sie nun Viren in Luftproben analysieren mögen, Viren aus Wasserproben konzentrieren müssen, oder auch einfach die Handhabung Ihrer Proben optimieren wollen.



# Überwachung von SARS-CoV-2-Viren in der Umgebungsluft

Entdecken Sie unsere Luftprobenahmeinstrumente zum Nachweis von SARS-CoV-2-Viren in der Raumluft



MD8 AirPort Luftprobenahme - Gerät zum Einsatz in kommunalen Räumen wie Flughäfen, Warteräumen, Veranstaltungssälen etc.

Mithilfe des tragbaren Airport MD8 Luftprobenahmeegeräts kann die Luft in allen Bereichen mit hohem Kontaminationsrisiko routinemäßig auf das Coronavirus untersucht werden.

Das neue Set bietet eine einzigartige, sekundär-kontaminationslose Technologie zum Transfer und Auflösen der Gelatine - Membran. Die Probe kann sehr einfach präpariert und gelagert werden. Viren und andere Erreger bleiben in der Probenahme höchstmöglich geschont und wiederfindbar.



Membranfilter aus Gelatine und Auflösungsset Sartosolve®

Dank der einzigartigen wasserlöslichen Membranfilter aus Gelatine lassen sich die SARS-CoV-2-Konzentrationen und andere durch Luft übertragene Krankheitserreger in der Umgebungsluft optimal überwachen.

Unsere Membranen aus Gelatine bieten die höchsten Retentionsraten für Bakterien, Viren, Sporen und Phagen und tragen somit zur Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit der untersuchten Mikroorganismen und Viren bei.

## Einfache Schritte von der Probenahme bis zur PCR-Detektion von Viren



Vorbereitung der Probenahme

Aktive Luftprobenahme vor Ort

Membrantransfer

Auflösen der Membran in Puffer (berührungsfrei)

Extraktion und PCR-Amplifikation

Mit der einzigartigen Gelatine - Membran von Sartorius in Kombination mit der patentierten Auflöse - Technologie bleibt jedes Virus nachweisbar, das auf der Membran zurückgehalten wurde. Zum Auflösen der Membran genügen kleinste Wasser / Puffer - Volumina zur Vorbereitung der anschließenden Analysen via PCR oder Virus - Infektions - Tests.

# Überwachung von SARS CoV 2 und anderen Viren in Abwasser

Hier erfahren Sie mehr:  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Effizientes Ankonzentrieren der Viruspartikel als Präparation vor der Detektion von SARS CoV 2 und anderer Viren

## Aufkonzentrierung von Viren und virusähnlichen Partikeln durch Ultrafiltration

Ultrafiltrationsprodukte sind ideal zur Isolierung und Aufkonzentrierung von Viren oder virusähnlichen Partikeln aus Trinkwasser-, Abwasser- und Oberflächenwasserproben geeignet. Die Ultrafiltrationsgeräte Vivaspin® und Vivaflow® werden vor der Extraktion und Detektion der genomischen SARS-CoV-2-RNA mittels quantitativer Echtzeit-PCR-Verfahren eingesetzt.

Die Produktpalette umfasst mehrere Membranmaterialien und Molekulargewichtsgrenzen (molecular weight cut-offs, MWCO) für eine Vielzahl von Anwendungen.



Vivaspin® Zentrifugensfiltrationsgeräte von 100 µl bis 20 ml



Vivaspin® Zentrifugen- und Druckfiltrationsgeräte von 20 ml bis 100 ml



Vivaflow® Tangentialflussfiltrationsgeräte von 50 ml bis zu mehreren Litern

## Präparation von Abwasserproben vor der PCR-Detektion



Probenahme



Partikelentfernung



Aufkonzentrierung



Extraktion und PCR-Amplifikation

Sartorius unterstützt Ihren Arbeitsablauf zur Vorbereitung von Abwasserproben mit optimierten Lösungen zur Partikelentfernung und Aufkonzentrierung der SARS-CoV-2-RNA.

# Zusatzprodukte und -zubehör

## Partikelentfernung durch Zentrifugation und Filtration



Bei den Sartolab® RF50 Vakuumfiltrationseinheiten handelt es sich um Einweggeräte zur Filtration von Probenmengen von bis zu 50 ml. Die Filtrationseinheit kann als eigenständiges System oder mit der Sartolab® Multistation verwendet werden, die die parallele Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.



Ein breites Sortiment von Membranfiltern für wässrige Lösungen mit hohen Durchflussraten. In mehreren Durchmessern und Porengrößen zur Partikelretention erhältlich.



Sartolab® P20 Druckfiltrationsgeräte mit PES-Membran sind praktische Filtrationseinheiten für Probenmengen von 100 ml bis 5 l mit hoher Partikelbelastung.

## Nukleasefreies Reinstwasser

Nukleasefreies Wasser kann in mehreren Schritten des Arbeitsablaufs zur RNA-Aufkonzentrierung, -Extraktion und -Detektion verwendet werden: Zur Resuspension der Festphase von Abwasserproben nach der Zentrifugation und Elution nach erfolgter Bindung an die Membranen, gefolgt von der PCR-Detektion. Die Arium® Reinstwassersysteme von Sartorius sorgen für eine bedarfsgerechte Versorgung mit nukleasefreiem Wasser – überall und jederzeit.



## Pipettieren und Probentransfer

Bei der Detektion von SARS-CoV-2-Viren erweisen sich die RNA-Präparation und RT-PCR-Verfahren als pipettierungsintensive Protokolle, die ein präzises, korrektes und kontaminationsfreies Pipettieren erfordern.



Ergonomisch geformte, mechanisch betätigte Tacta® sowie elektronisch betätigte Picus® und Picus® Nxt Pipetten von Sartorius sind leicht zu reinigen und weisen eine hohe Widerstandsfähigkeit auf, wodurch eine regelmäßige Dekontaminierung während der Coronavirustests zum Kinderspiel wird.



RNase-/DNasefreie vorsterilisierte SafetySpace Filterspitzen schützen die Proben vor Kontamination.

## Deutschland

Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen  
Tel.: +49 551 308 0

## USA

Sartorius Corporation  
565 Johnson Avenue  
Bohemia, NY 11716  
Tel.: +1 631 254 4249  
Tel. (gebührenfrei): +1 800 635 2906

🌐 Weitere Informationen finden Sie auf [www.sartorius.com/environmental-testing](http://www.sartorius.com/environmental-testing)

