

Microsart® Absaugleiste

Die Filtrationsleiste, die sich
Ihren Bedürfnissen anpasst

Produktvorteile

- 100 % Edelstahl für problemlose Reinigung
- ohne Demontage vollständig autoklavierbar
- Steriles Belüften bei kritischen Anwendungen
- reduziertes Risiko einer Sekundärkontamination
- Schnellverschluss für die schnelle Verbindung von Schläuchen und schnelle Kopplung von zwei Absaugleisten

Niedrige Arbeitshöhe

- für ergonomisches Arbeiten in Sterilbänken



Produktinformationen

Die Untersuchung von flüssigen Proben auf potentielle Kontaminationen spielt in jedem QC Labor eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund ist die Membranfiltration die geltende Methode der Wahl für die Untersuchung von Flüssigkeiten, da sie zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse liefert. Eine geeignete und durchdachte Filtrationsausrüstung ist mindestens ebenso wichtig wie hochwertige Membranfilter und zuverlässige Medienplatten. Vereinfachen Sie Ihre täglichen mikrobiologischen Tests mit der neuen Microsart® Absaugleiste: Suchen Sie sich die passende Absaugleiste für Ihre mikrobiologischen Tests aus, wählen Sie zwischen wiederverwendbaren- und Einweg-Trichtern oder Filtrationseinheiten und entscheiden Sie sich zwischen verschiedenen großen Absaugleisten für diejenige, welche Ihren Bedürfnissen entspricht.

Anwendungen

Mikrobiologische Qualitätskontrolle flüssiger Proben:

- Getränke (Bier, Wein, Erfrischungsgetränke, Trinkwasser in Flaschen)
- Pharmazeutische Analytik (WFI, gereinigtes Wasser, mikrobielle Grenzwertprüfung von nicht sterilen Produkten, Bestimmung der Gesamtkeimzahl)
- Umweltwasseruntersuchungen (Wasserüberwachung)
- Kosmetik

Die Absaugleiste, die sich den täglichen Bedürfnissen anpasst

Je nach Anzahl der täglich zu untersuchenden Proben, können Sie zwischen verschiedenen großen Absaugleisten mit einem oder mehreren Anschlüssen auswählen. Die verschiedenen Absaugleisten können miteinander durch Schnellverschlusskupplungen verbunden werden, so dass sich die Absaugleiste Ihrem täglichen Arbeitspensum anpassen kann. Standardisierte Schnellverschlusskupplungen an beiden Seiten der Absaugleisten ermöglichen es, Schläuche, weitere Absaugleisten oder Verschlusskappen schnell anzuschließen. Abhängig von dem Volumen und der Art des zu prüfenden Produktes können Sie zwischen verschiedenen Trichter- und Filtereinheiten wählen, von kompletten wiederverwendbaren bis hin zu einzelnen sterilen Lösungen. Verwenden Sie den passenden Adapter, um den Filter einfach mit der Absaugleiste zu verbinden. Drücken Sie die Basisunterstützung einfach in die Absaugleiste, um sie zu fixieren, und verwenden Sie von drei verschiedenen Arbeitspositionen Ihre bevorzugte. Bei diesem neuen und schnellen Weg, den entsprechenden Basisunterstützungen mit der Absaugleiste zu verbinden, werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt.

Minimiertes Risiko einer Sekundärkontamination durch eine verbesserte Konstruktion

Die Microsart® Absaugleiste besteht zu 100 % aus Edelstahl. Für die Sterilisierung müssen sie die Filtrationsleiste nicht auseinander bauen, legen Sie einfach die komplette Absaugleiste mit den Filteradaptern in den Autoklaven, um sie zuverlässig zu sterilisieren. Die pflegeleichte, kompakte Bauweise der Absaugleiste ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung mit Standard-Desinfektionsmitteln. Die gehobene Qualität des Edelstahlmaterials und die konsequente Verwendung eines Materialtyps gewährleisten eine lange Lebensdauer der Absaugleiste in Ihrem Labor. Während der Filtration kann die unter dem Filter verbleibende Restflüssigkeit den Filter und damit Ihre Ergebnisse möglicherweise durch Kreuzkontamination verfälschen. Die neu entwickelte und integrierte sterile Entlüftungsstufe ermöglicht bei Verwendung der Microsart® Basisunterstützung einen vollständigen Ablauf der Flüssigkeit unterhalb des Filters. Dieser integrierte Entlüftungsschritt eliminiert das Risiko einer Sekundärkontamination und sorgt für einen sicheren Arbeitsablauf.

Sichere und zuverlässige ergonomische Arbeitsabläufe

Die Gummifüße der Absaugleiste sorgen für höhere Stabilität am Arbeitsplatz. Die geringe Bauhöhe gewährleistet effizientes und ergonomisches Arbeiten unter der Sterilbank. Die intuitive Bedienung der Ventile ist durch eine klare Start|Stop-Rückmeldung beim Drehen der Ventile und Anzeigen am Verteiler sichergestellt. Die Entlüftung erfolgt automatisch beim Drehen der Ventile in die Stoppstellung am Ende der Filtration.

Technische Daten

Baumaterialien:

Absaugleiste und Basisunterstützung	Edelstahl 316L (1.4404)
Ventile	Monel
O-Ringe	Silikon
Füße	Silikon
Abmessungen (L x H x B) in mm (ohne Trichter und Schläuche)	1 Anschluss: 176 x 120 x 98 2 Anschlüsse: 246 x 130 x 118 3 Anschlüsse: 474 x 120 x 98 6 Anschlüsse: 924 x 120 x 98
Gewicht in kg	1 Anschluss (für Microsart® Produkte): 0,275 kg 2 Anschlüsse (für Microsart® Produkte): 0,675 kg 3 Anschlüsse (für Microsart® Produkte): 0,725 kg 6 Anschlüsse (für Microsart® Produkte): 1,400 kg
Autoklavierbedingungen	121 °C für 30 Minuten

Bestellinformation

Empfohlene Absaugleistenkonfigurationen je nach Anwendung

Pharmazeutische Anwendung, Kosmetik: Absaugleiste für Einweg-Filtrationseinheiten

Microsart® Absaugleiste für Microsart® @filter

- Fügen Sie einzelne sterile Verbrauchsmaterialien hinzu: Microsart®@filter und Microsart®@media
- zur Minimierung des Kreuzkontaminationsrisikos durch integrierte Entlüftung und berührungslose Membranübertragung
- Microsart®@media sind EP- und USP-konform



Microsart® Absaugleiste mit Microsart®@filter Einheiten und Microsart® e.jet Pumpe (Pumpe und Filtereinheiten sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Microsart® Absaugleiste für Microsart® Verbrauchsmaterial	Artikelnummer
Absaugleisten inklusive Filterstützeinheit mit Sinterfritte, Blindflansch, 20-cm-Schlauch und BelüftungsfILTER	
Microsart® Absaugleiste mit einem Anschluss für Microsart® Verbrauchsmaterial, miteinander verbindbar	168M1-MS
Microsart® Absaugleiste mit zwei Anschlüssen für Microsart® Verbrauchsmaterial, einzeln	168M2-MS
Microsart® Absaugleiste mit drei Anschlüssen für Microsart® Verbrauchsmaterial, miteinander verbindbar	168M3-MS
Microsart® Absaugleiste mit sechs Anschlüssen für Microsart® Verbrauchsmaterial, miteinander verbindbar	168M6-MS

Empfohlene Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer
Microsart®@filter 100 ml, steril, in Beuteln zu 60 Einheiten	
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,2 µm, weiß mit schwarzem Gitternetz	16D01--10-07--BL
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, weiß mit schwarzem Gitternetz	16D01--10-H6--BL
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,45 µm, grün mit dunkelgrünem Gitternetz	16D02--10-06--BL
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, schwarz mit weißem Gitternetz	16D03--10-H6--BL
Microsart®@filter, Polycarbonat, 0,4 µm, weiß	16D06--10-06--BL

Empfohlene Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer
Microsart®@filter 250 ml, steril, in Beuteln zu 48 Einheiten	
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,2 µm, weiß mit schwarzem Gitternetz	16D01--25-07--BK
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, weiß mit schwarzem Gitternetz	16D01--25-H6--BK
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,45 µm, grün mit dunkelgrünem Gitternetz	16D02--25-06--BK
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,45 µm, schwarz mit weißem Gitternetz	16D03--25-05--BK
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, schwarz mit weißem Gitternetz	16D03--25-H6--BK

Empfohlene Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer
Microsart®@filter 100, einzeln steril verpackt, 100 ml Fassungsvermögen, mit Abdeckungen, 27 Stück	
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,2 µm, weiß mit schwarzem Gitternetz	16D01--10-07-ACG
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, weiß mit schwarzem Gitternetz	16D01--10-H6-ACG
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, schwarz mit weißem Gitternetz	16D03--10-H6-ACG

Empfohlene Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer
Microsart®@filter 250, einzeln steril verpackt, 250 ml Fassungsvermögen, mit Abdeckungen, 18 Stück	
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,2 µm, weiß mit schwarzem Gitternetz	16D01--25-07-ACF
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, weiß mit schwarzem Gitternetz	16D01--25-H6-ACF
Microsart®@filter, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, schwarz mit weißem Gitternetz	16D03--25-H6-ACF

Getränke- und Trinkwasser- untersuchungen: Absaugleiste für Einweg-Filtrationseinheiten

Microsart® Absaugleiste für Biosart® 100 Monitore

- Fügen Sie Verbrauchsmaterialien hinzu: Biosart® 100 Monitor und Biosart® 100 Medien
- Minimierung des Kreuzkontaminationsrisikos durch integrierte Entlüftung und berührungslose Inokulation
- Die Medien entsprechen den internationalen Vorschriften



Microsart® Absaugleiste mit Biosart® 100 Monitoren und Microsart® e.jet Pumpe (Pumpe und Monitore sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Microsart® Absaugleiste für Biosart® 100 Monitore	Artikelnummer
Absaugleisten inklusive Filterstützeinheit mit Sinterfritte, Biosart® Adapter, Blindflansch, 20-cm-Schlauch und Belüftungsfilter	
Microsart® Absaugleiste mit einem Anschluss für Biosart® 100 Monitore, miteinander verbindbar	168M1-BS100
Microsart® Absaugleiste mit zwei Anschlüssen für Biosart® 100 Monitore, einzeln	168M2-BS100
Microsart® Absaugleiste mit drei Anschlüssen für Biosart® 100 Monitore, miteinander verbindbar	168M3-BS100
Microsart® Absaugleiste mit sechs Anschlüssen für Biosart® 100 Monitore, miteinander verbindbar	168M6-BS100

Empfohlene Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer
Biosart® 100 Monitore, 100 ml, 47 mm, einzeln verpackt, steril, 48 Einheiten	
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,2 µm, weiß mit schwarzem Gitternetz	16401-47-07--ACK
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, weiß mit schwarzem Gitternetz	16401-47-06--ACK
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, grün mit dunkelgrünem Gitternetz	16402-47-06--ACK
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, schwarz mit weiß-grünem Gitternetz	16403-47-06--ACK

Empfohlene Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer
Biosart® 100 Monitore, 100 ml, 47 mm, auf Schalen verpackt, steril, 48 Einheiten	
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,2 µm, weiß mit schwarzem Gitternetz	16401-47-07----K
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, weiß mit schwarzem Gitternetz	16401-47-H6----K
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, weiß mit schwarzem Gitternetz	16401-47-06----K
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, grün mit dunkelgrünem Gitternetz	16402-47-06----K
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, schwarz mit weißem Gitternetz	16403-47-06----K
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,8 µm, schwarz mit weißem Gitternetz	16403-47-04----K
Biosart® 100 Monitore, Regeneratcellulose, 0,45 µm, schwarz mit weißem Gitternetz	16404-47-06----K

Empfohlene Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer
Biosart® 100 Monitore, 100 ml, 47 mm, steril, 48 Einheiten	
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, weiß mit schwarzem Gitternetz	16401-47-H6-V--K
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, weiß mit schwarzem Gitternetz	16401-47-06-V--K
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, schwarz mit weißem Gitternetz	16403-47-06-V--K
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,8 µm, schwarz mit weißem Gitternetz	16403-47-04-V--K

Empfohlene Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer
Biosart® 100 Monitore, 100 ml, 47 mm, steril, 48 Einheiten, feste Membran nur in den USA und Kanada erhältlich	
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, weiß mit schwarzem Gitternetz	16401-47-H6-VWMK
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, weiß mit schwarzem Gitternetz	16401-47-06-VWMK
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, schwarz mit weißem Gitternetz	16403-47-H6-VWMK
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, schwarz mit weißem Gitternetz	16403-47-06-VWMK

Getränke- und Trinkwasseruntersuchungen: Absaugleiste für sterile Trichter

Microsart® Absaugleiste für sterile Microsart® Einwegtrichter

- Fügen Sie Microsart® Trichter und Membranfilter oder Nährkartonscheiben (NKS) hinzu
- Minimierung des Kreuzkontaminationsrisikos durch integrierte Entlüftung (ohne Restflüssigkeit), Pinzette benötigt
- Medien gemäß den internationalen Vorschriften



Microsart® Absaugleiste mit 100-ml-Microsart® Trichtern und Microsart® e.jet Pumpe (Pumpe und Trichter sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Microsart® Absaugleiste für Microsart® Verbrauchsmaterial	Artikelnummer
Absaugleisten inklusive Filterstützeinheit für 47-mm-Membranfilter, mit Sinterfritte, Blindflansch, 20-cm-Schlauch und Belüftungsfilter	
Microsart® Absaugleiste mit einem Anschluss für Microsart® Verbrauchsmaterial, miteinander verbindbar	168M1-MS
Microsart® Absaugleiste mit zwei Anschlüssen für Microsart® Verbrauchsmaterial, einzeln	168M2-MS
Microsart® Absaugleiste mit drei Anschlüssen für Microsart® Verbrauchsmaterial, miteinander verbindbar	168M3-MS
Microsart® Absaugleiste mit sechs Anschlüssen für Microsart® Verbrauchsmaterial, miteinander verbindbar	168M6-MS

Empfohlene Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer
Microsart® Trichter, steril, Einweg	
Microsart® Trichter, 100 ml, steril	16A07--10-----N
Microsart® Trichter, 250 ml, steril	16A07--25-----N

Getränke- und Trinkwasseruntersuchungen: Absaugleiste für autoklavierbare Trichter

Microsart® Absaugleiste für Biosart® 250 Trichter

- Fügen Sie autoklavierbare Biosart® 250 Trichter und Membranfilter hinzu
- flexibles, einfaches Schnellverbindingssystem zur Anpassung an eine wechselnde Zahl von Untersuchungen pro Tag
- einfache Reinigungsprozedur, vollständig autoklavierbare Absaugleiste, keine Materialmischungen



Microsart® Absaugleiste mit Biosart 250 Trichtern und Microsart® e.jet Pumpe (Pumpe und Trichter sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Microsart® Absaugleiste für Biosart® 250 Trichter	Artikelnummer
Absaugleisten inklusive Filterstützeinheit für 47- und 50-mm-Membranfilter, mit Sinterfritte, Blindflansch, 20-cm-Schlauch und Stopfen für Belüftungsöffnungen	
Microsart® Absaugleiste mit einem Anschluss für Biosart® 250 Trichter (47- und 50-mm-Filter), miteinander verbindbar	168M1-BS250
Microsart® Absaugleiste mit drei Anschlüssen für Biosart® 250 Trichter (47- und 50-mm-Filter), miteinander verbindbar	168M3-BS250
Microsart® Absaugleiste mit sechs Anschlüssen für Biosart® 250 Trichter (47- und 50-mm-Filter), miteinander verbindbar	168M6-BS250
Empfohlene Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer
Biosart® 250 Trichter, Polypropylen, steril	16407--25----ALK

Getränke- und Trinkwasseruntersuchungen: Microsart® Absaugleiste mit Edelsthaltrichtern

- Fügen Sie Membranfilter hinzu
- flexibles, einfaches Schnellverbindingssystem zur Anpassung an eine wechselnde Zahl von Untersuchungen pro Tag
- einfache Reinigung ohne Demontage, vollständig autoklavierbare Absaugleiste, keine Materialmischungen
- abflammbare Edelstahltrichter (100 ml oder 500 ml)



Microsart® Absaugleiste mit 100-ml-Edelsthaltrichtern und Microsart® e.jet Pumpe (Pumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Microsart® Absaugleiste mit Edelstahltrichtern	Artikelnummer
Absaugleisten inklusive Filterstützeinheit mit Sinterfritte für 47- und 50-mm-Membranfilter, Blindflansch, 20-cm-Schlauch und Stopfen zum Schließen der Belüftungsöffnung	
Microsart® Absaugleiste mit einem Anschluss, mit 100-ml-Edelsthaltrichter, miteinander verbindbar	168M1-SS100
Microsart® Absaugleiste mit drei Anschlüssen, mit 100-ml-Edelsthaltrichter, miteinander verbindbar	168M3-SS100
Microsart® Absaugleiste mit sechs Anschlüssen, mit 100-ml-Edelsthaltrichter, miteinander verbindbar	168M6-SS100
Microsart® Absaugleiste mit einem Anschluss, mit 500-ml-Edelsthaltrichter, miteinander verbindbar	168M1-SS500
Microsart® Absaugleiste mit drei Anschlüssen, mit 500-ml-Edelsthaltrichter, miteinander verbindbar	168M3-SS500
Microsart® Absaugleiste mit sechs Anschlüssen, mit 500-ml-Edelsthaltrichter, miteinander verbindbar	168M6-SS500

Zubehör und Ersatzteile für Microsart® Absaugleisten	Artikelnummer
Vakuumsilikonfett	BB-34090207
Belüftungsfilter 0.2 µm*	S7575-----FXOSK
Stopfen, konisch, um die Belüftungsöffnung zu schließen, falls steriles Belüften nicht nötig ist**	6980225
Microsart® e.jet Flüssigkeitstransferpumpe	166MP-4
Silikon Schlauch, zur Verbindung mit Microsart® e.jet Pumpe, druckseitig, 1 m	1ZAS--0007
Silikon Schlauch mit Schnellverbinder, 20 cm, vakuumseitig, für die Verbindung zwischen Microsart® Absaugleiste und Microsart® e.jet Pumpe (Ersatzteil)	1ZA---0006
Blindflansch für Microsart® Absaugleiste* mit 1, 3, oder 6 Anschlüssen, Edelstahl (Ersatzteil)	168SP-A0001
Schnellkupplung für Silikonschläuche*, PSU, 2 Einheiten	168SP-B0001
Schnellkupplung für Microsart® Absaugleiste mit zwei Anschlüssen, PVDF, 1 Einheit	1EAS--0022
Biosart Adapter*, Polypropylen, 1 Einheit	16424
100-ml-Edelsthaltrichter mit Verschlussklemme*	6981065
Deckel, Edelstahl, für 100 ml-Trichter*	6981063
Deckeldichtung, Silikon, für 100 ml-Trichter*	6981064
500-ml-Edelsthaltrichter mit Verschlussklemme*	6981002
Deckel, Edelstahl, für 500 ml-Trichter*	6981001
Deckeldichtung, Silikon, für 500 ml-Trichter*	6981003
Stützeinheit für Microsart® Absaugleiste, Edelstahl, zur Verwendung von 47-mm-Filtern mit Microsart® Trichtern, Microsart®@filter, Biosart 100 Monitoren (Ersatzteil)	168ZA-A0001
Stützeinheit für Microsart® Absaugleiste, Edelstahl, zur Verwendung von 47- oder 50-mm-Filtern mit Biosart® 250 Trichtern oder 100 ml/500 ml-Edelsthaltrichtern (Ersatzteil)	168ZA-B0001
Doppelkupplung für die Verbindung von 2 Absaugleisten, Edelstahl	168ZA-C0001

* nur für Microsart® Absaugleisten 168Mx-MS und 168Mx-BS100

** nur für Microsart® Absaugleisten 168Mx-BS250 und 168Mx-SSxxx

Germany

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

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1 631 254 4249
Toll-free +1 800 635 2906

 For further information, visit
www.sartorius.com