



## Microsart® Absaugleisten

Der Filtrationsstand, der sich Ihren Bedürfnissen anpasst

### Eigenschaften & Vorteile

- 100 % Edelstahl für problemlose Reinigung
- ohne Demontage vollständig autoklavierbar
- Steriles Belüften bei kritischen Anwendungen
- reduziertes Risiko einer Sekundärkontamination
- Schnellverbindungsadapter
- für die schnelle Verbindung von Schläuchen und schnelle Kopplung von zwei Absaugleisten
- Niedrige Arbeitshöhe
- für ergonomisches Arbeiten in Sterilbänken



### Produktbeschreibung

Die Möglichkeit, Mikroorganismen in flüssigen Proben genau zu bestimmen und zu quantifizieren, ist für jedes QC-Labor von größter Bedeutung. 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 Einwegtrichtern oder Filtriereinheiten 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 nachdem, wie viele Untersuchungen Sie täglich durchführen, können Sie zwischen verschiedenen großen Absaugleisten mit einem oder mehreren Anschlüssen auswählen. Die verschiedenen Absaugleisten können miteinander durch Schnellverbindungen verbunden werden, sodass sich die Absaugleiste Ihrem täglichen Arbeitspensum anpassen kann. Standardisierte Schnellverbinder an beiden Seiten der Absaugleisten ermöglichen es, Schläuche, weitere Absaugleisten oder Verschlusskappen schnell anzuschließen. Abhängig von Ihrer Anwendung und der Gefährlichkeit des zu prüfenden Produktes können Sie zwischen verschiedenen Trichter- und Filtriereinheiten 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 den Filteradapter einfach in die Absaugleiste, um ihn zu fixieren, und verwenden Sie von drei verschiedenen Arbeitspositionen Ihre bevorzugte. Bei diesem neuen und schnellen Weg, den entsprechenden Filteradapter (Stützeinheit) mit der Absaugleiste zu verbinden, werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt.

#### Minimiertes Risiko einer Sekundärkontamination durch die Konstruktion

Die Absaugleiste besteht zu 100 % aus Edelstahl. Sie müssen Ihr Arbeitsgerät nicht demontieren, um es zu sterilisieren – 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 Edelstahlmateri als 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® Stützeinheit (Microsart® Stütze) 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 Stopstellung am Ende der Filtration.

## Technische Daten

<b>Baumaterialien:</b>	
Absaugleiste und Stützeinheiten	Edelstahl 316L (1.4404)
Ventile	Monel
O-Ringe	Silikon
Füße	Silikon
Abmessungen (L × H × B) in mm (ohne Trichter und Schläuche)	1 Anschluss: 176 × 120 × 98 2 Anschlüsse: 246 × 130 × 118 3 Anschlüsse: 474 × 120 × 98 6 Anschlüsse: 924 × 120 × 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

### 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 Belüftungsfiler

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

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

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

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

Weitere Informationen zu Microsart® @media finden Sie im Datenblatt: SM-2010-e, Bestellnummer: 850 37-539-94

## Getränke- und Umweltwasseruntersuchungen: Absaugleiste für Einweg-Filtrationseinheiten

### Microsart® Absaugleiste für Biosart® 100 Monitore

- Fügen Sie Verbrauchsmaterialien hinzu: Biosart® 100 Monitor und Biosart® 100 Medien
- zur 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 (miteinander verbindbar)	168M1-BS100
Microsart® Absaugleiste mit zwei Anschlüssen für Biosart® 100 (einzeln)	168M2-BS100
Microsart® Absaugleiste mit drei Anschlüssen für Biosart® 100 (miteinander verbindbar)	168M3-BS100
Microsart® Absaugleiste mit sechs Anschlüssen für Biosart® 100 (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
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
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
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-VWVK
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, weiß mit schwarzem Gitternetz	16401-47-06-VWVK
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm Highflow, schwarz mit weißem Gitternetz	16403-47-H6-VWVK
Biosart® 100 Monitore, Cellulosenitrat, 0,45 µm, schwarz mit weißem Gitternetz	16403-47-06-VWVK

## Option Getränke & Umwelt: Absaugleiste für sterile Trichter

### Microsart® Absaugleiste für sterile Microsart® Einwegtrichter

- Fügen Sie Microsart® Trichter und Membranfilter oder Nährbodensets hinzu
- zur 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

Weitere Informationen zu unseren Nährbodensets (NPS) finden Sie in der folgenden Broschüre: SM-4017-e, Bestellnummer: 85030-503-99

## Option Getränke & Umwelt: Absaugleiste für autoklavierbare Trichter

### Microsart® Absaugleiste für Biosart® 250 Trichter

- Fügen Sie autoklavierbare Biosart® 250 Trichter und Membranfilter hinzu
- flexibles, einfaches Schnell Verbindungssystem 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

## Option Getränke & Umwelt: Microsart® Absaugleiste mit Edelstahltrichtern

- Fügen Sie Membranfilter hinzu
- flexibles, einfaches Schnell Verbindungssystem 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-Edelstahltrichtern 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-Edelstahltrichter, miteinander verbindbar	168M1-SS100
Microsart® Absaugleiste mit drei Anschlüssen, mit 100-ml-Edelstahltrichter, miteinander verbindbar	168M3-SS100
Microsart® Absaugleiste mit sechs Anschlüssen, mit 100-ml-Edelstahltrichter, miteinander verbindbar	168M6-SS100
Microsart® Absaugleiste mit einem Anschluss, mit 500-ml-Edelstahltrichter, miteinander verbindbar	168M1-SS500
Microsart® Absaugleiste mit drei Anschlüssen, mit 500-ml-Edelstahltrichter, miteinander verbindbar	168M3-SS500
Microsart® Absaugleiste mit sechs Anschlüssen, mit 500-ml-Edelstahltrichter, miteinander verbindbar	168M6-SS500

### Zubehör und Ersatzteile für Microsart® Absaugleisten

### Artikelnummer

Vakuumsilikonfett	BB-34090207
Belüftungsfilter*	17575-----ACK
Stopfen, konisch, um die Belüftungsöffnung zu schließen, falls steriles Belüften nicht nötig ist**	6980225
Microsart® e.jet Flüssigkeitstraspumpe	166MP-4
Silikonschlauch, zur Verbindung mit Microsart® e.jet Pumpe, druckseitig, 1 m	1ZAS--0007
Silikonschlauch 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-Edelstahltrichter mit Verschlussklemme*	6981065
Deckel, Edelstahl, für 100 ml-Trichter*	6981063
Deckeldichtung, Silikon, für 100 ml-Trichter*	6981064
500-ml-Edelstahltrichter 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-Edelstahltrichtern (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

# Sales and Service Contacts

For further contacts, visit [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

## Europe

### Germany

Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen  
Phone +49.551.308.0

### France & Suisse Romande

Sartorius France  
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier  
ZA de la Gaudrée  
91410 Dourdan  
Phone +33.1.70.62.50.00

### Austria

Sartorius Austria GmbH  
Modecenterstrasse 22  
1030 Vienna  
Phone +43.1.7965760.0

### Belgium

Sartorius Belgium N.V.  
Rue Colonel Bourg 105  
1030 Bruxelles  
Phone +32.2.756.06.90

### Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy  
Laippatie 1  
00880 Helsinki  
Phone +358.9.755.951

### Hungary

Sartorius Hungária Kft.  
Kagyló u. 5.  
2092 Budakeszi  
Phone +3623.457.227

### Ireland

Sartorius Ireland Ltd.  
Unit 41, The Business Centre  
Stadium Business Park  
Ballycoolin Road  
Dublin 11  
Phone +353.1.8089050

### Italy

Sartorius Italy S.r.l.  
Via Torino 3/5  
20814 Varedo (MB)  
Phone +39.0362.5557.11

### Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.  
Phone +31.30.60.53.001  
[info.netherlands@sartorius.com](mailto:info.netherlands@sartorius.com)

### Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.  
ul. Wrzesinska 70  
62-025 Kostrzyn  
Phone +48.61.6473830

### Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"  
Vasilyevsky Island  
5<sup>th</sup> line 70, Lit. A  
199178 St. Petersburg  
Phone +7.812.327.53.27

### Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.  
Avda. de la Industria, 32  
Edificio PAYMA  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Phone Spain +34.913.586.095  
Phone Portugal +351.800.855.800

### Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG  
Ringstrasse 24a  
8317 Tagelswangen (ZH)  
Phone +41.44.746.50.00

### U.K.

Sartorius UK Ltd.  
Longmead Business Centre  
Blenheim Road, Epsom  
Surrey KT19 9QQ  
Phone +44.1372.737159

### Ukraine

LLS "Sartorius RUS"  
Post Box 440 "B"  
01001 Kiev, Ukraine  
Phone +380.44.411.4918

## Americas

### USA

Sartorius Corporation  
5 Orville Drive, Suite 200  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1.631.254.4249  
Toll-free +1.800.635.2906

### Argentina

Sartorius Argentina S.A.  
Int. A. Ávalos 4251  
B1605ECS Munro  
Buenos Aires  
Phone +54.11.4721.0505

### Brazil

Sartorius do Brasil Ltda  
Avenida Senador Vergueiro 2962  
São Bernardo do Campo  
CEP 09600-000 - SP- Brasil  
Phone +55.11.4362.8900

### Canada

Sartorius Canada Inc  
1173 North Service Road West, D4  
Oakville, ON L6M 2V9  
Phone +1.905.569.7977  
Toll-Free +1.800.668.4234

### Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.  
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,  
Colonia Barrio Tlacateco,  
Municipio de Tepotzotlan,  
Estado de México,  
C.P. 54605  
Phone +52.55.5562.1102  
[leadsmex@sartorius.com](mailto:leadsmex@sartorius.com)

## Asia | Pacific

### Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.  
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive  
Dandenong South Vic 3175  
Phone +61.3.8762.1800

### China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
3rd Floor, North Wing, Tower 1  
No. 4560 Jinke Road  
Zhangjiang Hi-Tech Park  
Pudong District  
Shanghai 201210, P.R. China  
Phone +86.21.6878.2300

### Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.  
Unit 1012, Lu Plaza  
2 Wing Yip Street  
Kwun Tong  
Kowloon, Hong Kong  
Phone +852.2774.2678

### India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.  
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,  
Nelamangala Tq  
562 123 Bangalore, India  
Phone +91.80.4350.5250

### Japan

Sartorius Japan K.K.  
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.  
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome  
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan  
Phone +81.3.3740.5408

### Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd  
Lot L3-E-3B, Enterprise 4  
Technology Park Malaysia  
Bukit Jalil  
57000 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +60.3.8996.0622

### Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd  
10 Science Park Rd  
The Alpha #02-13/14  
Singapore Science Park II  
Singapore 117684  
Phone +65.6872.3966

### South Korea

Sartorius Korea Ltd.  
8th Floor, Solid Space B/D,  
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu  
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400  
Phone +82.31.622.5700

### Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.  
129 Rama 9 Road,  
Huaykwang  
Bangkok 10310  
Phone +66.2643.8361-6



◀ [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)