



Rampe di filtrazione Microsart®

Il sistema di filtrazione
che si adatta alle vostre esigenze

Caratteristiche e vantaggi

- 100% acciaio inossidabile per una pulizia ridotta al minimo
 - completamente autoclavabili senza necessità di smontaggio
- Ventilazione sterile per applicazioni critiche
- rischio di contaminazione secondaria ridotto
- Adattatori a connessione rapida
- per l'innesto rapido dei tubi e il collegamento tra rampe
- Altezza di lavoro ridotta
- per condizioni di lavoro ergonomiche in presenza di flusso laminare



Informazioni sul prodotto

La capacità di rilevare e quantificare accuratamente i microrganismi nei campioni di liquidi è di primaria importanza per qualsiasi laboratorio di controllo qualità. Questo è il motivo per cui la filtrazione tramite membrana è il metodo di elezione per i test sui liquidi, poiché fornisce risultati affidabili e riproducibili. Disporre di un'attrezzatura di filtrazione adeguata è importante almeno quanto avere membrane filtranti di elevata qualità e piastre di terreni di coltura affidabili. L'innovativa rampa di filtrazione Microsart® facilita le procedure quotidiane dei test microbiologici: è possibile selezionare il sistema più adatto alla propria procedura operativa, scegliere tra imbuti riutilizzabili o monouso e altre unità di filtrazione.

Applicazioni

Controllo della qualità microbiologica dei campioni liquidi:

- Bevande (birra, vino, bibite analcoliche, acqua in bottiglia)
- Analisi farmaceutiche (acqua sterile per preparazioni iniettabili, acqua purificata, test del limite microbico di prodotti non sterili, test di carica microbica)
- Analisi delle acque ambientali (monitoraggio dell'acqua)
- Cosmetici

La rampa di filtrazione che si adatta alle esigenze quotidiane

A seconda del numero di test giornalieri è possibile scegliere tra diverse modelli di rampe, da uno a più posti. Le rampe sono collegabili tra loro mediante una connessione rapida per adattarsi al carico di lavoro giornaliero.

Connettori rapidi standardizzati su entrambi i lati della rampa consentono di collegare rapidamente tubi, ulteriori rampe di filtrazione o tappi terminali. A seconda dell'applicazione e della criticità del prodotto da testare, è possibile scegliere tra diversi imbuti e diverse unità di filtrazione, da prodotti completamente riutilizzabili a soluzioni sterili singole. È sufficiente collegare il dispositivo filtrante sulla rampa utilizzando la corretta base di supporto. Basta inserire la base di supporto nel collettore della rampa e scegliere la posizione di lavoro preferita tra le tre possibili. Il modo innovativo e rapido di collegare l'adattatore (o base di supporto) al collettore della rampa elimina la necessità di altra attrezzatura.

Design che riduce al minimo il rischio di contaminazione secondaria

La rampa di filtrazione è realizzata interamente in acciaio inossidabile. Non vi è necessità di smontare l'attrezzatura di lavoro per effettuare la sterilizzazione: è sufficiente inserire l'intero sistema, incluse le basi di supporto, nell'autoclave per una sterilizzazione affidabile. Il design lineare e compatto della rampa consente una pulizia rapida e agevole con disinfettanti standard.

L'elevata qualità del materiale in acciaio inossidabile e l'impiego di un unico materiale garantiscono una lunga durata della rampa in laboratorio.

Durante la filtrazione, il residuo di liquido che rimane al di sotto del filtro potrebbe causare una potenziale contaminazione crociata e compromettere i risultati.

La procedura di aerazione sterile di nuova progettazione consente il drenaggio completo del liquido al di sotto del filtro quando si utilizza la base di supporto Microsart® (base Microsart®). Questa fase di aerazione integrata elimina il rischio di contaminazione secondaria e garantisce una procedura di lavoro sicura.

Procedure di lavoro ergonomiche, sicure e stabili

I piedini in gomma delle rampe offrono una migliore stabilità nella zona di lavoro. L'altezza ridotta garantisce di lavorare in modo efficiente ed ergonomico in presenza di flusso laminare. Un feedback preciso di avvio | arresto durante la rotazione delle valvole, e le rispettive indicazioni sulla rampa, consentono una loro manipolazione intuitiva. L'aerazione si verifica automaticamente quando si ruotano le valvole nella posizione di arresto al termine della filtrazione.

Specifiche tecniche

Materiali di costruzione:

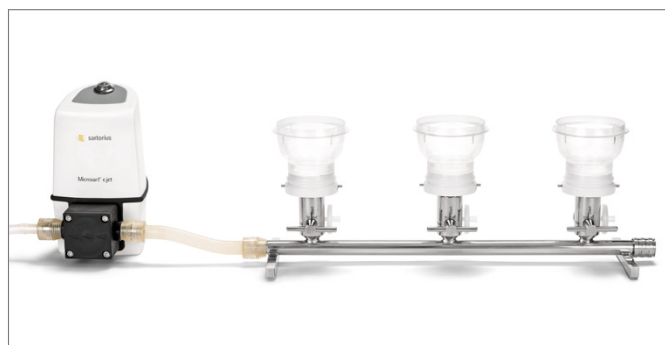
Collettore e basi di supporto	Acciaio inossidabile 316L (1.4404)
Valvole	Monel
O-ring	Silicone
Piedini	Silicone
Dimensioni (L x A x P) in mm (senza imbuti né tubi)	1 posto: 176 x 120 x 98 2 posti: 246 x 130 x 118 3 posti: 474 x 120 x 98 6 posti: 924 x 120 x 98
Peso in kg	1 posto (per prodotti Microsart®): 0,275 kg 2 posti (per prodotti Microsart®): 0,675 kg 3 posti (per prodotti Microsart®): 0,725 kg 6 posti (per prodotti Microsart®): 1,400 kg
Condizioni di sterilizzazione in autoclave	121 °C per 30 minuti

Configurazioni delle rampe di filtrazione, raccomandate in base all'applicazione

Applicazione farmaceutica, cosmetici:
Sistema per dispositivi di filtrazione monouso

Rampa Microsart® per Microsart® @filter

- consumabili sterili singoli da aggiungere: Microsart® @filter e Microsart® @media
- aerazione integrata e trasferimento di membrana senza manipolazione per ridurre al minimo il rischio di contaminazione secondaria
- Microsart® @media conforme agli standard EP e USP



Rampa Microsart® con unità Microsart® @filter e pompa Microsart® e.jet (la pompa e e i dispositivi di filtrazione non sono inclusi)

Rampe Microsart® per consumabili Microsart®

Codice articolo

Rampe che includono la base di supporto per filtro con barriera porosa sinterizzata (fritta), attacco cieco, tubo da 20 cm e filtro di aerazione	
Rampa Microsart® a 1 posto per consumabili Microsart®, collegabile ad altre rampe	168M1-MS
Rampa Microsart® a 2 posti per consumabili Microsart®, non collegabile ad altre rampe	168M2-MS
Rampa Microsart® a 3 posti per consumabili Microsart®, collegabile ad altre rampe	168M3-MS
Rampa Microsart® a 6 posti per consumabili Microsart®, collegabile ad altre rampe	168M6-MS

Consumabili raccomandati

Codice articolo

Microsart® @filter da 100 ml, sterile, in confezioni da 60 unità	
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16D01--10-07--BL
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16D01--10-H6--BL
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, verde con reticolo verde scuro	16D02--10-06--BL
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16D03--10-H6--BL
Microsart®@filter, policarbonato, 0,4 µm, bianco	16D06--10-06--BL
Microsart® @filter da 250 ml, sterile, in confezioni da 48 unità	
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16D01--25-07--BK
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16D01--25-H6--BK
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, verde con reticolo verde scuro	16D02--25-06--BK
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16D03--25-05--BK
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16D03--25-H6--BK
Microsart® @filter 100, confezione singola sterile, capacità 100 ml, con coperchi, 27 pezzi	
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16D01--10-07-ACG
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16D01--10-H6-ACG
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16D03--10-H6-ACG
Microsart® @filter 250, confezione singola sterile, capacità 250 ml, con coperchi, 18 pezzi	
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16D01--25-07-ACF
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16D01--25-H6-ACF
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16D03--25-H6-ACF

Per ulteriori informazioni su Microsart® @media consultare la scheda tecnica: SM-2010-e, N. ordine: 850 37-539-94

Analisi di bevande e acque ambientali: Sistema per dispositivi di filtrazione monouso

Rampa Microsart® per monitor Biosart® 100

- consumabili da aggiungere: Monitor Biosart® 100 e terreni di coltura Biosart® 100
- aerazione integrata e aggiunta del terreno senza manipolazione, per ridurre al minimo il rischio di contaminazione secondaria
- Il terreno di coltura è conforme ai regolamenti internazionali



Rampa Microsart® con monitor Biosart® 100 e pompa Microsart® e.jet (la pompa e i dispositivi di filtrazione non sono inclusi)

Rampa Microsart® per monitor Biosart® 100

Rampa con base di supporto per filtro con barriera porosa sinterizzata (fritta), adattatore Biosart®, attacco cieco, tubo da 20 cm e filtro di aerazione

	Codice articolo
Rampa Microsart® a 1 posto per Biosart® 100, collegabile ad altre rampe	168M1-BS100
Rampa Microsart® a 2 posti per Biosart® 100, non collegabile ad altre rampe	168M2-BS100
Rampa Microsart® a 3 posti per Biosart® 100, collegabile ad altre rampe	168M3-BS100
Rampa Microsart® a 6 posti per Biosart® 100, collegabile ad altre rampe	168M6-BS100

Consommables recommandés

	Codice articolo
Monitor Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, confezionati singolarmente, sterili, 48 unità	
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-07--ACK
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-06--ACK
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, verde con reticolo verde scuro	16402-47-06--ACK
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, nero con reticolo bianco e verde	16403-47-06--ACK
Monitor Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, confezionati in vassoi, sterili, 48 unità	
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-07----K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-H6----K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-06----K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, verde con reticolo verde scuro	16402-47-06----K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16403-47-06----K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,8 µm, nero con reticolo bianco	16403-47-04----K
Monitor Biosart® 100, cellulosa rigenerata, 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16404-47-06----K
Monitor Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, sterili, 48 unità	
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-H6-V--K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-06-V--K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16403-47-06-V--K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,8 µm, nero con reticolo bianco	16403-47-04-V--K
Monitor Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, sterili, 48 unità, fissati su membrana disponibili solo negli Stati Uniti e in Canada	
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-H6-VWMK
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-06-VWMK
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16403-47-H6-VWMK
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16403-47-06-VWMK

Per ulteriori informazioni sui terreni di coltura Biosart® 100 consultare la scheda tecnica: SL-2063-e, N. ordine: 85034-538-85

Opzione per bevande e acque ambientali: Sistema per imbuti sterili

Rampa Microsart® per imbuti Microsart® monouso e sterili

- Consumabile da aggiungere: imbuti, membrane filtranti o set di cartoni nutrienti Microsart®
- aerazione integrata (senza liquidi residui) per ridurre al minimo il rischio di contaminazione crociata; pinze necessarie
- terreno di coltura conforme ai regolamenti internazionali



Collettore Microsart® con imbuti Microsart® da 100 ml e pompa Microsart® ejet (la pompa e i dispositivi di filtrazione non sono inclusi)

Rampa Microsart® per consumabili Microsart®

Codice articolo

Rampe che includono la base di supporto per filtro per membrana filtrante da 47 mm, con barriera porosa sinterizzata (fritta), attacco cieco, tubo da 20 cm e filtro di aerazione

Rampa Microsart® a 1 posto per consumabili Microsart®, collegabile ad altre rampe	168M1-MS
Rampa Microsart® a 2 posti per consumabili Microsart®, non collegabile ad altre rampe	168M2-MS
Rampa Microsart® a 3 posti per consumabili Microsart®, collegabile ad altre rampe	168M3-MS
Rampa Microsart® a 6 posti per consumabili Microsart®, collegabile ad altre rampe	168M6-MS

Consumabili raccomandati

Codice articolo

Imbuti Microsart®, sterili, monouso	
Imbuti Microsart®, 100 ml, sterili	16A07--10-----N
Imbuti Microsart®, 250 ml, sterili	16A07--25-----N

Per ulteriori informazioni sui nostri set di cartoni nutrienti (NPS), consultare la seguente brochure: SM-4017-e, N. ordine: 85030-503-99

Opzione per bevande e acque ambientali: Sistema per imbuti autoclavabili

Rampa Microsart® per imbuti Biosart® 250

- Consumabile da aggiungere: imbuti autoclavabili Biosart® 250 e membrane filtranti
- configurazione flessibile, le connessioni rapide permettono al sistema di adattarsi ad un numero variabile di test per giorno
- procedura di pulizia semplice, rampa completamente autoclavabile, nessun eterogeneità di materiali (completamente in acciaio inossidabile)



Collettore Microsart® con imbuti Biosart 250 e pompa Microsart® e.jet
(pompa e imbuti non inclusi nel contenuto di consegna)

Rampa Microsart® per imbuti Biosart® 250

Rampe che includono la base di supporto per filtro per membrana filtrante da 47 e 50 mm, con barriera porosa sinterizzata (fritta), attacco cieco, tubo da 20 cm e spinotto per fori di aerazione

	Codice articolo
Rampa Microsart® a 1 posto per imbuti Biosart® 250 (filtro da 47 e 50 mm), collegabile ad altre rampe	168M1-BS250
Rampa Microsart® a 3 posti per imbuti Biosart® 250 (filtro da 47 e 50 mm), collegabile ad altre rampe	168M3-BS250
Rampa Microsart® a 6 posti per imbuti Biosart® 250 (filtro da 47 e 50 mm), collegabile ad altre rampe	168M6-BS250

Consumabili raccomandati

	Codice articolo
Imbuti Biosart® 250, polipropilene, sterili	16407--25----ALK

Opzione per bevande e acque ambientali: Rampa Microsart® con imbusti in acciaio inossidabile

- Consumabile da aggiungere: membrane filtranti
- Configurazione flessibile, le connessioni rapide permettono al sistema di adattarsi ad un numero variabile di test per giorno
- Procedura di pulizia semplice, rampa completamente autoclavabile, nessun eterogeneità di materiali (completamente in acciaio inossidabile)
- Imbusti in acciaio inossidabile (100 ml o 500 ml)



Collettore Microsart® con imbusti in acciaio inossidabile da 100 ml e pompa Microsart® e.jet (la pompa non è inclusa nel contenuto di consegna)

Rampa Microsart® con imbusti in acciaio inossidabile

Codice articolo

Rampe che includono base di supporto per filtro con barriera porosa sinterizzata per membrana filtrante da 47 e 50 mm, attacco cieco, tubo da 20 cm e spinotto per la chiusura del foro di aerazione

Rampa Microsart® a 1 posto con imbuto in acciaio inossidabile da 100 ml, intercollegabile	168M1-SS100
Rampa Microsart® a 3 posti con imbuto in acciaio inossidabile da 100 ml, intercollegabile	168M3-SS100
Rampa Microsart® a 6 posti con imbuto in acciaio inossidabile da 100 ml, intercollegabile	168M6-SS100
Rampa Microsart® a 1 posto con imbuto in acciaio inossidabile da 500 ml, intercollegabile	168M1-SS500
Rampa Microsart® a 3 posti con imbuto in acciaio inossidabile da 500 ml, intercollegabile	168M3-SS500
Rampa Microsart® a 6 posti con imbuto in acciaio inossidabile da 500 ml, intercollegabile	168M6-SS500

Accessori e parti di ricambio per le rampe Microsart®

Codice articolo

Grasso a base di silicone per tenuta ermetica	BB-34090207
Filtro di aerazione*	17575-----ACK
Tappo conico per la chiusura del foro di aerazione, se non è necessaria l'aerazione sterile**	6980225
Pompa per trasferimento liquidi Microsart® e.jet	166MP-4
Tubi in silicone, per collegamento con pompa Microsart® e.jet, lato pressurizzato, 1 m	1ZAS--0007
Tubi in silicone con attacco rapido, 20 cm, lato sottovuoto, per collegamento tra collettore Microsart® e pompa Microsart® e.jet (parte di ricambio)	1ZA---0006
Attacco cieco per collettore a 1, 3 e 6 posti* Microsart®, acciaio inossidabile (parte di ricambio)	168SP-A0001
Attacco rapido per tubi in silicone*, PSU, 2 unità	168SP-B0001
Attacco rapido per collettore a 2 posti Microsart®, PVDF, 1 unità	1EAS--0022
Adattatore Biosart*, polipropilene, 1 unità	16424
Imbuto in acciaio inossidabile da 100 ml con morsetto di chiusura*	6981065
Coperchio, acciaio inossidabile, per imbuto da 100 ml*	6981063
Guarnizione per coperchio, in silicone, per imbuto da 100 ml*	6981064
Imbuto in acciaio inossidabile da 500 ml con morsetto di chiusura*	6981002
Coperchio, acciaio inossidabile, per imbuto da 500 ml*	6981001
Guarnizione per coperchio, silicone, per imbuto da 500 ml*	6981003
Base di supporto per rampa Microsart®, acciaio inossidabile, per l'utilizzo di filtro da 47 mm con imbusti Microsart®, Microsart®@filter, monitor Biosart 100 (parte di ricambio)	168ZA-A0001
Base di supporto per rampa Microsart®, acciaio inossidabile, per l'utilizzo di filtro da 47 o 50 mm con imbusti Biosart® 250 o imbusti in acciaio inossidabile da 100 ml/500 ml (parte di ricambio)	168ZA-B0001
Giunto per il collegamento di 2 rampe, acciaio inossidabile	168ZA-C0001

* solo per collettori Microsart® 168Mx-MS e 168Mx-BS100

** solo per collettori Microsart® 168Mx-BS250 e 168Mx-SSxxx

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit 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

Poland

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

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Vasilyevsky Island
5th 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
565 Johnson Avenue
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

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