



Collettori Microsart®

Il supporto 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 in applicazioni critiche
- rischio di contaminazione secondaria ridotto
- Adattatori a connessione rapida
- per il collegamento rapido dei tubi e l'intercollegamento rapido di 2 collettori
- Altezza di lavoro ridotta
- per condizioni di lavoro ergonomiche con 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 e ponderata è importante almeno quanto avere membrane filtranti di elevata qualità e piastre di terreni di coltura affidabili. L'innovativo collettore Microsart® facilita le procedure quotidiane di test microbiologici: è possibile selezionare il collettore più adatto alla procedura individuale di test microbiologici, di scegliere tra imbuti riutilizzabili e monouso e unità di filtrazione e di decidere tra diverse dimensioni per individuare il collettore ideale per le proprie esigenze.

Applicazioni

Controllo della qualità microbiologica dei campioni di 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

Il collettore che si adatta alle esigenze quotidiane

A seconda del numero di test giornalieri, è possibile scegliere tra diverse dimensioni di collettori, da uno a più posti. I collettori con dimensioni diverse sono collegabili tra loro mediante una

connessione rapida per adattarsi al carico di lavoro giornaliero. Connettori rapidi standardizzati su entrambi i lati dei collettori consentono di collegare rapidamente tubi, ulteriori collettori 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 filtro sul collettore utilizzando l'adattatore corretto. Basta inserire l'adattatore del filtro nel collettore per fissarlo e scegliere la posizione di lavoro preferita tra tre posizioni possibili. Questo modo innovativo e rapido di collegare il rispettivo adattatore del filtro (supporto base) al collettore elimina la necessità di attrezzi aggiuntivi.

Design che riduce al minimo il rischio di contaminazione secondaria

Il collettore è realizzato interamente in acciaio inossidabile. Nessuna necessità di smontare l'attrezzatura di lavoro per effettuare la sterilizzazione: è sufficiente inserire l'intero collettore, inclusi gli adattatori del filtro, nell'autoclave per una sterilizzazione affidabile. Il design lineare e compatto del collettore 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 d'uso del collettore in laboratorio.

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

La fase di aerazione sterile di nuova progettazione e integrazione consente il drenaggio completo del liquido al di sotto del filtro quando si utilizza il supporto base 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 dei collettori offrono una migliore stabilità nella zona di lavoro. L'altezza ridotta garantisce di lavorare in modo efficiente ed ergonomico in condizioni di flusso laminare.

Un feedback preciso di avvio | arresto durante la rotazione delle valvole e le indicazioni sul collettore consentono una manipolazione intuitiva delle valvole. 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 supporti base Acciaio inossidabile 316L (1.4404)

Valvole Monel

O-ring Silicone

Piedini Silicone

Dimensioni (L × A × P) in mm
(senza imbuti né tubi)

1 posto:	176 × 120 × 98
2 posti:	246 × 130 × 118
3 posti:	474 × 120 × 98
6 posti:	924 × 120 × 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

Informazioni per gli ordini

Configurazioni di collettore raccomandate in base all'applicazione

Applicazione farmaceutica, cosmetici:
Collettore per unità di filtrazione monouso

Collettore 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 crociata
- Microsart® @media conforme agli standard EP e USP



Collettore Microsart® con unità Microsart® @filter e pompa Microsart® e.jet
(Le unità di pompaggio e filtrazione non sono incluse nel contenuto di consegna)

Collettore Microsart® per consumabili Microsart®

Codice articolo

Collettori che includono supporto base per filtro con barriera porosa sinterizzata, attacco cieco, tubo da 20 cm e filtro di aerazione

Collettore Microsart® a 1 posto per consumabili Microsart®, intercollegabile

168M1-MS

Collettore Microsart® a 2 posti per consumabili Microsart®, indipendente

168M2-MS

Collettore Microsart® a 3 posti per consumabili Microsart®, intercollegabile

168M3-MS

Collettore Microsart® a 6 posti per consumabili Microsart®, intercollegabile

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: Collettore per unità di filtrazione monouso

Collettore Microsart® per monitor Biosart® 100

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



Collettore Microsart® con monitor Biosart® 100 e pompa Microsart® e.jet
(La pompa e i monitor non sono inclusi nel contenuto di consegna)

Collettore Microsart® per monitor Biosart® 100

Codice articolo

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

Collettore Microsart® a 1 posto per Biosart® 100 (intercollegabile)	168M1-BS100
Collettore Microsart® a 2 posti per Biosart® 100 (indipendente)	168M2-BS100
Collettore Microsart® a 3 posti per Biosart® 100 (intercollegabile)	168M3-BS100
Collettore Microsart® a 6 posti per Biosart® 100 (intercollegabile)	168M6-BS100

Consumabili raccomandati

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: Collettore per imbuti sterili

- Collettore Microsart® per imbuti Microsart® monouso e sterili**
- Imbuti e membrane filtranti o set di cartoni nutrienti Microsart® da aggiungere
 - 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 (Pompa e imbuti non inclusi nel contenuto di consegna)

Collettore Microsart® per consumabili Microsart®

Codice articolo

Collettori che includono il supporto base per filtro per membrana filtrante da 47 mm, con barriera porosa sinterizzata, attacco cieco, tubo da 20 cm e filtro di aerazione

Collettore Microsart® a 1 posto per consumabili Microsart®, intercollegabile 168M1-MS

Collettore Microsart® a 2 posti per consumabili Microsart®, indipendente 168M2-MS

Collettore Microsart® a 3 posti per consumabili Microsart®, intercollegabile 168M3-MS

Collettore Microsart® a 6 posti per consumabili Microsart®, intercollegabile 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: Collettore per imbuti autoclavabili

Collettore Microsart® per imbuti Biosart® 250

- Imbuti autoclavabili Biosart® 250 e membrana filtrante da aggiungere
- configurazione flessibile, agevole e a connessione rapida che si adatta a un numero variabile di test per giorno
- procedura di pulizia agevole, collettore completamente autoclavabile, nessun mescolamento di materiale



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

Collettore Microsart® per imbuti Biosart® 250

Codice articolo

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

Collettore Microsart® a 1 posto per imbuti Biosart® 250 (filtro da 47 e 50 mm), intercollegabile 168M1-BS250

Collettore Microsart® a 3 posti per imbuti Biosart® 250 (filtro da 47 e 50 mm), intercollegabile 168M3-BS250

Collettore Microsart® a 6 posti per imbuti Biosart® 250 (filtro da 47 e 50 mm), intercollegabile 168M6-BS250

Consumabili raccomandati

Codice articolo

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

Opzione per bevande e acque ambientali: Collettore Microsart® con imbuti in acciaio inossidabile

- Membrana filtrante da aggiungere
- configurazione flessibile, agevole e a connessione rapida che si adatta a un numero variabile di test per giorno
- pulizia agevole senza smontaggio, collettore completamente autoclavabile, nessun mescolamento di materiale
- imbuti in acciaio inossidabile (100 ml o 500 ml)



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

Collettore Microsart® con imbuti in acciaio inossidabile

Codice articolo

Collettori che includono supporto base 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

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

Accessori e parti di ricambio per i collettori Microsart®

Codice articolo

Grasso a base di silicone per tenuta ermetica	BB-34090207
Filtro di aerazione*	17575-----ACK
Spinotto 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 sotto vuoto, 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
Sigillo 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
Sigillo per coperchio, silicone, per imbuto da 500 ml*	6981003
Supporto base per collettore Microsart®, acciaio inossidabile, per l'utilizzo di filtro da 47 mm con imbuti Microsart®, Microsart®@filter, monitor Biosart 100 (parte di ricambio)	168ZA-A0001
Supporto base per collettore Microsart®, acciaio inossidabile, per l'utilizzo di filtro da 47 o 50 mm con imbuti Biosart® 250 o imbuti in acciaio inossidabile da 100 ml/500 ml (parte di ricambio)	168ZA-B0001
Attacco doppio per il collegamento di 2 collettori, 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
Modectcenterstrasse 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
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

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