



## Rampes Microsart®

Le système de filtration qui s'adapte à vos besoins

### Caractéristiques et avantages

- 100% acier inoxydable pour des opérations de nettoyage réduites
  - complètement autoclavable sans démontage
- Ventilation stérile dans les applications critiques
- risque réduit de contamination secondaire
- Connecteurs à raccords rapides
- pour un raccordement rapide des tuyaux et de 2 rampes entre elles
- Hauteur du poste de travail réduite
- pour une meilleure ergonomie sous flux laminaire



### Informations relatives au produit

La possibilité de détecter et de quantifier précisément les micro-organismes dans des échantillons liquides est d'une importance primordiale pour les laboratoires de contrôle qualité. C'est pourquoi la filtration sur membrane est la méthode de choix, reconnue pour le dénombrement microbien, car elle procure des résultats fiables et reproductibles. Un équipement de filtration adapté et robuste est au moins aussi important que des membranes filtrantes de qualité supérieure et des milieux de culture fiables. Facilitez vos procédures quotidiennes d'analyses microbiologiques avec la nouvelle rampe Microsart® : sélectionnez la rampe appropriée à votre propre procédure d'analyses, choisissez entre des unités de filtration à usage unique ou des entonnoirs réutilisables, décidez parmi différentes dimensions de rampes et bénéficiez d'un système de filtration adapté à vos besoins.

#### Utilisations

- Contrôle qualité microbiologique des échantillons liquides :
- Boissons (bière, vin, boissons gazeuses, eaux embouteillées)
  - Produits pharmaceutiques (WFI, eau purifiée, charge microbienne des produits non stériles, bioburden)
  - Qualité de l'eau (surveillance des eaux potables)
  - Cosmétiques

#### La rampe qui s'adapte à vos besoins quotidiens

En fonction du nombre des tests journaliers, vous pouvez choisir entre différentes dimensions de rampes, à poste de filtration unique ou multiple. Les différentes dimensions de rampes peuvent être raccordées les unes aux autres grâce à une connexion raccord rapide ce qui permet une adaptation de votre système de filtration à votre charge de travail quotidienne. Les connecteurs rapides

standardisés aux deux extrémités des rampes permettent des raccordements rapides de tuyaux, d'une autre rampe ou de bouchons. En fonction de votre utilisation et de la criticité du produit à tester, choisissez entre différents entonnoirs et unités de filtration, des solutions complètement réutilisables aux produits stériles à usage unique. Positionnez simplement le filtre ou l'unité de filtration sur la rampe à l'aide de l'adaptateur approprié. Poussez simplement l'adaptateur du filtre dans la rampe pour le fixer et choisissez votre position de travail favorite parmi 3 options. Cette façon inédite et rapide de raccorder l'adaptateur de filtre (support de base) sur la rampe élimine le besoin d'outils supplémentaires.

### Risque minimisé de contamination secondaire par conception

La rampe est entièrement fabriquée en acier inoxydable. Pour la stérilisation de vos équipements de travail, aucun démontage n'est requis : mettez simplement la rampe complète avec les adaptateurs de filtres dans l'autoclave pour une stérilisation fiable. La conception compacte et facile à nettoyer du système permet un nettoyage rapide et facile avec des désinfectants standards.

La qualité supérieure de l'acier inoxydable et l'utilisation d'un seul type de matériau garantissent une longue durée de vie de la rampe dans votre laboratoire.

Pendant la filtration, le liquide résiduel restant sous le filtre peut entraîner une contamination croisée du filtre et par conséquent de vos résultats. La phase de ventilation stérile nouvellement conçue et intégrée permet l'évacuation complète du liquide sous le filtre lors de l'utilisation du support de base Microsart® (Base Microsart®). Cette phase de ventilation intégrée élimine le risque de contamination secondaire et assure une procédure de travail sûre.

### Procédures de travail ergonomiques, sûres et stables

Les pieds en caoutchouc de la rampe procurent une meilleure stabilité sur le plan de travail. La hauteur réduite assure un travail efficace et ergonomique sous le flux laminaire.

La manipulation intuitive des robinets est permise par leur rotation ressentie en position marche | arrêt et également par les indications Start | Stop sur la rampe. La ventilation se déclenche automatiquement en tournant les robinets en position d'arrêt à la fin de la filtration.

## Caractéristiques techniques

### Matériaux de fabrication :

Rampe et supports de base Acier inoxydable 316L (1.4404)

Robinetts Monel

Jointts toriques Silicone

Pieds Silicone

Dimensions (L x H x l) en mm  
(sans entonnoirs et tuyaux)

1 poste:	176 x 120 x 98
2 postes:	246 x 130 x 118
3 postes:	474 x 120 x 98
6 postes:	924 x 120 x 98

Poids en kg

1 poste (pour produits Microsart®):	0,275 kg
2 postes (pour produits Microsart®):	0,675 kg
3 postes (pour produits Microsart®):	0,725 kg
6 postes (pour produits Microsart®):	1,400 kg

Conditions d'autoclavage 121 °C pendant 30 minutes

### Configurations de rampes recommandées en fonction de l'utilisation

Utilisations pharmaceutiques, Cosmétiques :  
Rampe pour unités de filtration à usage unique

#### Rampe Microsart® pour Microsart®@filter

- A utiliser avec les consommables stériles à usage unique : Microsart®@filter et Microsart®@media
- pour un risque minimisé de contamination croisée via la ventilation intégrée et le transfert de membrane sans contact
- Microsart®@filter conforme EP et USP



Rampe Microsart® avec Microsart®@filter et pompe Microsart® e.jet  
(La pompe et les unités de filtration ne sont pas incluses dans le contenu de la livraison)

#### Rampe Microsart® pour consommables Microsart®

#### Référence

Rampes comprenant support de base de filtre avec plaque frittée, raccord aveugle, tuyau de 20 cm et filtre évent

Rampe Microsart® 1 poste pour consommables Microsart®, interconnectable	168M1-MS
Rampe Microsart® 2 postes pour consommables Microsart®, autonome	168M2-MS
Rampe Microsart® 3 postes pour consommables Microsart®, interconnectable	168M3-MS
Rampe Microsart® 6 postes pour consommables Microsart®, interconnectable	168M6-MS

#### Consommables recommandés

#### Référence

Microsart®@filter 100 ml, stérile, par sachets de 60 unités

Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, 0,2 µm, blanc avec quadrillage noir	16D01--10-07--BL
Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, blanc avec quadrillage noir	16D01--10-H6--BL
Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, vert avec quadrillage vert foncé	16D02--10-06--BL
Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, noir avec quadrillage blanc	16D03--10-H6--BL
Microsart®@filter, Polycarbonate, 0,4 µm, blanc	16D06--10-06--BL

Microsart®@filter 250 ml, stérile, par sachets de 48 unités

Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, 0,2 µm, blanc avec quadrillage noir	16D01--25-07--BK
Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, blanc avec quadrillage noir	16D01--25-H6--BK
Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, vert avec quadrillage vert foncé	16D02--25-06--BK
Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, noir avec quadrillage blanc	16D03--25-05--BK
Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, noir avec quadrillage blanc	16D03--25-H6--BK

Microsart®@filter 100, emballage stérile individuel, capacité de 100 ml, avec couvercles, 27 pièces

Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, 0,2 µm, blanc avec quadrillage noir	16D01--10-07-ACG
Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, blanc avec quadrillage noir	16D01--10-H6-ACG
Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, noir avec quadrillage blanc	16D03--10-H6-ACG

Microsart®@filter 250, emballage stérile individuel, capacité de 250 ml, avec couvercles, 18 pièces

Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, 0,2 µm, blanc avec quadrillage noir	16D01--25-07-ACF
Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, blanc avec quadrillage noir	16D01--25-H6-ACF
Microsart®@filter, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, noir avec quadrillage blanc	16D03--25-H6-ACF

Vous trouverez davantage d'informations sur le Microsart®@media dans la fiche technique :  
SM-2010-e, N° de commande : 850 37-539-94

## Analyse de l'eau et des boissons : Rampe pour unités de filtration à usage unique

### Rampe Microsart® pour systèmes Biosart® 100

- A utiliser avec les consommables : Systèmes Biosart® 100 et milieu en ampoule Biosart® 100
- pour un risque minimisé de contamination croisée via la ventilation intégrée et l'inoculation sans contact
- Conformes aux réglementations internationales.



Rampe Microsart® avec systèmes Biosart® 100 et pompe Microsart® e.jet  
(La pompe et les moniteurs ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison)

### Rampe Microsart® pour systèmes Biosart® 100

#### Référence

Rampes comprenant support de base de filtre avec plaque frittée, adaptateur Biosart®, raccord aveugle, tuyau de 20 cm et filtre évent

Rampe Microsart® 1 poste pour Biosart® 100 (interconnectable)	168M1-BS100
Rampe Microsart® 2 postes pour Biosart® 100 (autonome)	168M2-BS100
Rampe Microsart® 3 postes pour Biosart® 100 (interconnectable)	168M3-BS100
Rampe Microsart® 6 postes pour Biosart® 100 (interconnectable)	168M6-BS100

### Consommables recommandés

#### Référence

Systèmes Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, emballage individuel, stérile, 48 unités	
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,2 µm, blanc avec quadrillage noir	16401-47-07--ACK
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, blanc avec quadrillage noir	16401-47-06--ACK
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, vert avec quadrillage vert foncé	16402-47-06--ACK
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, noir avec quadrillage blanc vert	16403-47-06--ACK
Systèmes Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, emballage sur plateaux, stérile, 48 unités (4 plateaux de 12 unités)	
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,2 µm, blanc avec quadrillage noir	16401-47-07----K
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, blanc avec quadrillage noir	16401-47-H6----K
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, blanc avec quadrillage noir	16401-47-06----K
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, vert avec quadrillage vert foncé	16402-47-06----K
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, noir avec quadrillage blanc	16403-47-06----K
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,8 µm, noir avec quadrillage blanc	16403-47-04----K
Systèmes Biosart® 100, Cellulose régénérée, 0,45 µm, noir avec quadrillage blanc	16404-47-06----K
Systèmes Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, stérile, 48 unités	
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, blanc avec quadrillage noir	16401-47-H6-V--K
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, blanc avec quadrillage noir	16401-47-06-V--K
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, noir avec quadrillage blanc	16403-47-06-V--K
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,8 µm, noir avec quadrillage blanc	16403-47-04-V--K
Systèmes Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, stérile, 48 unités, membrane fixe disponible uniquement aux États-Unis et au Canada	
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, blanc avec quadrillage noir	16401-47-H6-VWMK
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, blanc avec quadrillage noir	16401-47-06-VWMK
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, débit élevé 0,45 µm, noir avec quadrillage blanc	16403-47-H6-VWMK
Systèmes Biosart® 100, Nitrate de cellulose, 0,45 µm, noir avec quadrillage blanc	16403-47-06-VWMK

Vous trouverez davantage d'informations sur le milieu Biosart® 100 dans la fiche technique :  
SL-2063-e, N° de commande : 85034-538-85

## Option Boissons et Environnement : Rampe pour entonnoirs stériles

### Rampe Microsart® pour entonnoirs Microsart® stériles à usage unique

- A utiliser avec les entonnoirs Microsart et les membranes filtrantes ou les milieux de culture déshydratés sur carton NPS
- pour un risque minimisé de contamination croisée via la ventilation intégrée (aucun liquide résiduel), pinces nécessaires
- Conforme à la réglementation internationale



Rampe Microsart® avec entonnoirs Microsart® 100 ml et pompe Microsart® ejet (La pompe et les entonnoirs ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison)

### Rampe Microsart® pour consommables Microsart®

### Référence

Rampes comprenant support de base de filtre pour membrane filtrante de 47 mm, avec plaque frittée, raccord aveugle, tuyau de 20 cm et filtre évent

Rampe Microsart® 1 poste pour consommables Microsart®, interconnectable	168M1-MS
Rampe Microsart® 2 postes pour consommables Microsart®, autonome	168M2-MS
Rampe Microsart® 3 postes pour consommables Microsart®, interconnectable	168M3-MS
Rampe Microsart® 6 postes pour consommables Microsart®, interconnectable	168M6-MS

### Consommables recommandés

### Référence

Entonnoirs Microsart®, stériles, usage unique	
Entonnoirs Microsart®, 100 ml, stériles	16A07--10-----N
Entonnoirs Microsart®, 250 ml, stériles	16A07--25-----N

Vous trouverez davantage d'informations sur nos milieux de culture déshydratés sur carton (NPS) dans la brochure suivante : SM-4017-e, N° de commande : 85030-503-99

## Option Boissons et Environnement : Rampe pour entonnoirs autoclavables

### Rampe Microsart® pour entonnoirs Biosart® 250

- A utiliser avec les entonnoirs Biosart® 250 autoclavables et membranes filtrantes
- configuration flexible et facile grâce au raccord rapide pour s'adapter à un nombre variable d'analyses journalières
- procédure de nettoyage facile, rampe entièrement autoclavable, aucun mélange de matériaux



Rampe Microsart® avec entonnoirs Biosart 250 et pompe Microsart® e.jet  
(La pompe et les entonnoirs ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison)

### Rampe Microsart® pour entonnoirs Biosart® 250

### Référence

Rampes comprenant support de base de filtre pour membrane filtrante de 47 et 50 mm, avec plaque frittée, raccord aveugle, tuyau de 20 cm et bouchon pour fermer l'orifice de ventilation

Rampe Microsart® 1 poste pour entonnoirs Biosart® 250 (filtre 47 et 50 mm), interconnectable	168M1-BS250
Rampe Microsart® 3 postes pour entonnoirs Biosart® 250 (filtre 47 et 50 mm), interconnectable	168M3-BS250
Rampe Microsart® 6 postes pour entonnoirs Biosart® 250 (filtre 47 et 50 mm), interconnectable	168M6-BS250

### Consommables recommandés

### Référence

Entonnoirs Biosart® 250, Polypropylène, stérile	16407--25----ALK
---	------------------

## Option Boissons et Environnement : Rampe Microsart® avec entonnoirs en acier inoxydable

- A utiliser avec des membranes filtrantes
- configuration flexible et facile grâce au raccord rapide pour s'adapter à un nombre variable d'analyses journalières
- nettoyage facile sans démontage, rampe entièrement autoclavable, aucun mélange de matériaux
- entonnoirs inflammables en acier inoxydable (100 ml ou 500 ml)



Rampe Microsart® avec entonnoirs en acier inoxydable 100 ml et pompe Microsart® e.jet (La pompe n'est pas incluse dans le contenu de la livraison)

### Rampe Microsart® comprenant des entonnoirs en acier inoxydable

### Référence

Rampes comprenant support de base de filtre avec plaque frittée pour filtre à membrane de 47 et 50 mm, raccord aveugle, tuyau de 20 cm et bouchon pour fermer l'orifice de ventilation

Rampe Microsart® 1 poste avec entonnoir en acier inoxydable 100 ml, interconnectable	168M1-SS100
Rampe Microsart® 3 postes avec entonnoir en acier inoxydable 100 ml, interconnectable	168M3-SS100
Rampe Microsart® 6 postes avec entonnoir en acier inoxydable 100 ml, interconnectable	168M6-SS100
Rampe Microsart® 1 poste avec entonnoir en acier inoxydable 500 ml, interconnectable	168M1-SS500
Rampe Microsart® 3 postes avec entonnoir en acier inoxydable 500 ml, interconnectable	168M3-SS500
Rampe Microsart® 6 postes avec entonnoir en acier inoxydable 500 ml, interconnectable	168M6-SS500

### Accessoires et pièces de rechange pour les rampes Microsart®

### Référence

Graisse silicone	BB-34090207
Filtre évent*	17575-----ACK
Bouchon, conique, pour fermer l'orifice de ventilation, si une ventilation stérile n'est pas requise**	6980225
Pompe à vide et de transfert de liquide Microsart® e.jet	166MP-4
Tuyau en silicone, pour raccordement avec pompe Microsart® e.jet, côté pression, 1 m	1ZAS--0007
Tuyau en silicone avec raccord rapide, 20 cm, côté vide, pour raccordement entre rampe Microsart® et pompe Microsart® e.jet (pièce détachée)	1ZA---0006
Raccord aveugle pour rampe Microsart® 1, 3 et 6 emplacements*, acier inoxydable (pièce détachée)	168SP-A0001
Raccord rapide pour tuyau en silicone*, PSU, 2 unités	168SP-B0001
Raccord rapide pour rampe Microsart® 2 postes, PVDF, 1 unité	1EAS--0022
Adaptateur Biosart*, Polypropylène, 1 unité	16424
Entonnoir en acier inoxydable 100 ml avec pince de fermeture*	6981065
Couvercle, acier inoxydable, pour entonnoir 100 ml*	6981063
Joint de couvercle, silicone, pour entonnoir 100 ml*	6981064
Entonnoir en acier inoxydable 500 ml avec pince de fermeture*	6981002
Couvercle, acier inoxydable, pour entonnoir 500 ml*	6981001
Joint de couvercle, silicone, pour entonnoir 500 ml*	6981003
Support de base pour rampe Microsart®, acier inoxydable, pour utilisation d'un filtre 47 mm avec entonnoirs Microsart®, Microsart® @filter, systèmes Biosart® 100 (pièce détachée)	168ZA-A0001
Support de base pour rampe Microsart®, acier inoxydable, pour utilisation d'un filtre 47 ou 50 mm avec entonnoirs Biosart® 250 ou entonnoirs en acier inoxydable 100 ml/500 ml (pièce détachée)	168ZA-B0001
Raccord double pour raccordement de 2 rampes, acier inoxydable	168ZA-C0001

\* uniquement pour rampes Microsart® 168Mx-MS et 168Mx-BS100

\*\* uniquement pour rampes Microsart® 168Mx-BS250 et 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  
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](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)