

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 de travail réduite
- Pour un travail ergonomique en flux laminaire



Informations relatives au produit

La possibilité de détecter et de quantifier précisément les micro-organismes dans des échantillons liquides est primordial pour les laboratoires de contrôle qualité. La filtration sur membrane est la méthode de choix, reconnue pour le dénombrement microbien, car elle assure de la fiabilité et de la reproductibilité des résultats. 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 (Eau PPI, 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 de 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®. 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 offrent 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 en position marche | arrêt et également par les indications Start | Stop sur la rampe. La ventilation opère 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)
Robinet	Monel
Joints 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

Description et Références

Configurations de rampes recommandées en fonction de l'utilisation

Utilisations Pharma, Médical, 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®@filter100 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

Consommables recommandés	Référence
Microsart®@filter250 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

Consommables recommandés	Référence
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

Consommables recommandés	Référence
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

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

Consommables recommandés	Référence
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

Consommables recommandés	Référence
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

Consommables recommandés	Référence
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

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® e.jet (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

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 0.2 µm	S7575-----FXOSK
Bouchon, conique, pour fermer l'orifice de ventilation, si une ventilation stérile n'est pas requise*	6980225
Pompe 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-BS250 et 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