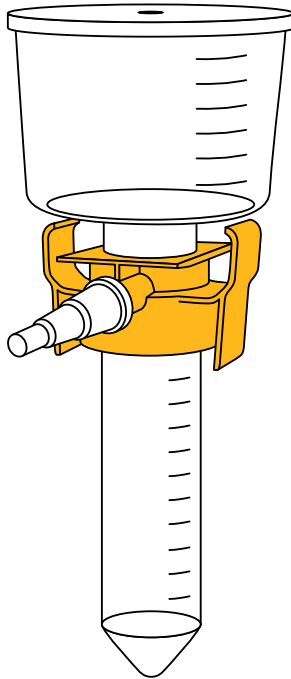


Mode d'emploi

Sartolab[®] RF 50

Unité de filtration sous vide | Réservée à la recherche





Une version PDF de ce mode d'emploi est disponible en anglais, allemand, français, espagnol, italien et chinois sur notre site Internet à l'adresse suivante :

www.sartorius.com/SartolabRFBTmanuals

Table des matières

1 À propos de ce mode d'emploi . . .	4	8 Caractéristiques techniques	12
1.1 Validité	4	8.1 Dimensions	12
1.2 Typographie	4	8.2 Matériaux	13
1.2.1 Avertissements dans la description des opérations	4	8.3 Filtration	13
1.2.2 Autres signes typographiques	4	8.4 Stockage et stérilisation	13
2 Consignes de sécurité	5	8.5 Résistance chimique	14
2.2.1 Usage prévu	5	9 Accessoires et consommables	15
3 Description du produit	6	9.1 Kits Sartoclear Dynamics® Lab V50	15
3.1 Vue d'ensemble du produit	6	9.2 Accessoires pour filtration en parallèle	15
3.2 Symboles sur le produit	7		
4 Contenu de la livraison	7		
5 Utilisation	8		
5.1 Déballage	8		
5.2 Préparer la filtration	8		
5.3 Effectuer la filtration	9		
5.4 Terminer la filtration	10		
6 Stockage et expédition	11		
6.1 Stockage	11		
6.2 Renvoyer le produit et des composants	11		
7 Élimination	11		
7.1 Élimination	11		

1 À propos de ce mode d'emploi

1.1 Validité

Ce manuel fait partie intégrante du produit fourni. Le manuel est valable pour les versions suivantes du produit :

Produit	Type
Sartolab® RF 50, 0,22 µm, PES, 24 unités	180E01-----2
Sartolab® RF 50, 0,45 µm, PES, 24 unités	180F01-----2

1.2 Typographie

1.2.1 Avertissements dans la description des opérations

AVIS

Signale un danger qui est susceptible de provoquer des dommages matériels s'il n'est **pas** évité.

1.2.2 Autres signes typographiques

- ▶ Instruction : décrit des actions qui doivent être effectuées.
- ▷ Résultat : décrit le résultat des actions qui viennent d'être effectuées.

2 Consignes de sécurité

2.2.1 Usage prévu

L'unité de filtration sous vide Sartolab® RF 50 permet de filtrer sous vide des milieux de culture cellulaire, des liquides biologiques et d'autres solutions aqueuses (compatibilité des liquides, voir chapitre « 8.5 Résistance chimique », page 14).

Le produit est adapté aux applications de filtration suivantes :

- Sartolab® RF 50, 0,22 µm, PES : pour la filtration stérilisante
- Sartolab® RF 50, 0,45 µm, PES : pour la clarification

Le produit est stérile et il est uniquement destiné à un usage unique. Le produit ne peut être utilisé qu'à des fins de recherche.

Le produit doit être raccordé à une source de vide. Le produit peut être raccordé à la source de vide à l'aide d'un tuyau à vide. La source de vide doit être adaptée au produit (voir chapitre « 8.3 Filtration », page 13).

Le produit peut être utilisé avec le matériel de filtration Sartolab® MultiStation. Cela permet d'effectuer des filtrations sous vide en parallèle.

Le produit doit être vertical pendant la filtration sous vide et être installé dans un support ou dans le support de la Sartolab® MultiStation.

Le produit est exclusivement destiné à être utilisé en conformité avec ce manuel. Toute autre utilisation est considérée comme **non** conforme.

Si le produit n'est **pas** utilisé de manière conforme : le produit peut être endommagé. Cela peut entraîner des dommages corporels ou matériels imprévisibles.

Conditions d'utilisation du produit

Utilisez le produit uniquement pour la recherche.

Utilisez le produit uniquement avec l'équipement et dans les conditions de fonctionnement qui sont spécifiés dans les caractéristiques techniques de ce manuel.

3 Description du produit







3.1 Vue d'ensemble du produit



III. 1 : Sartolab® RF 50 (exemple)

Pos.	Nom	Description
1	Entonnoir avec couvercle anti-poussière	<ul style="list-style-type: none"> – Permet de verser l'échantillon à filtrer et contient la membrane filtrante. – Est amovible.
2	Adaptateur	Raccorde l'entonnoir au tube conique en garantissant une étanchéité au vide.
3	Tube conique	Reçoit le filtrat.
4	Raccord pour tuyau à vide	Permet de raccorder un tuyau à vide (en cas d'utilisation sans matériel de filtration Sartolab® MultiStation).
5	Bouchon à vis pour tube conique	Ferme le tube conique. Cela permet de conserver le filtrat dans le tube conique.
6	Connexion à vide	Permet de raccorder une source de vide.

3.2 Symboles sur le produit

Symbole	Description
Qté :	Quantité
	Référence
	Numéro du lot
	Utiliser avant
	Stérilisé par irradiation
	Ne pas réutiliser
	Consulter le mode d'emploi

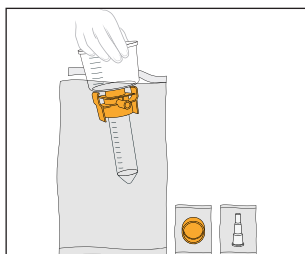
4 Contenu de la livraison

Article	Quantité
Sartolab® RF 50, emballage individuel stérile	24
Raccord pour tuyau à vide, emballage individuel stérile	24
Bouchon à vis pour tube conique, emballage individuel stérile	24
Certificat de qualité	1
Mode d'emploi	1

5 Utilisation

5.1 Déballage

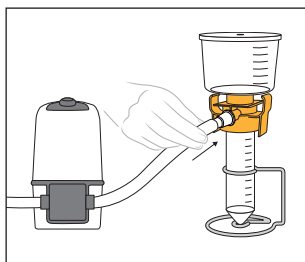
Procédure



- ▶ Ouvrez le grand sachet avec précaution et sortez-en le produit.
- ▶ Laissez les autres composants emballés tant que vous ne les utilisez pas.

5.2 Préparer la filtration

Procédure



- ▶ Si vous utilisez le produit sans le matériel de filtration Sartolab® MultiStation :
 - ▶ Posez le produit dans un support pour tubes à centrifuger de 50 mL.
 - ▶ Raccordez le raccord pour tuyau à vide à la connexion à vide.
 - ▶ Raccordez le tuyau à vide de la source de vide au raccord pour tuyau à vide.
- ▶ Si vous utilisez le produit avec le matériel de filtration Sartolab® MultiStation : installez le produit dans le matériel de filtration (voir le mode d'emploi de la Sartolab® MultiStation). Il ne faut **pas** utiliser le raccord pour tuyau à vide.

- ▶ Vérifiez que l'entonnoir et le tube conique sont correctement raccordés l'un à l'autre par l'adaptateur et que la connexion est bien vissée.
- ▶ Si nécessaire : vissez l'adaptateur à la main.

5.3 Effectuer la filtration

AVIS

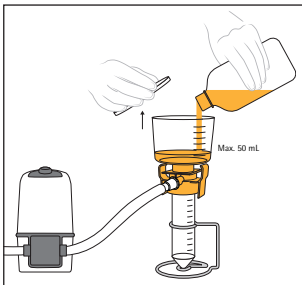
Domages dus à des liquides dans le tuyau à vide !

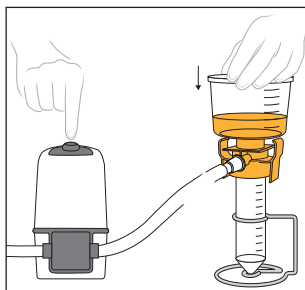
Si l'entonnoir contient trop de liquide, le liquide s'écoule dans le tuyau à vide. Cela peut endommager la source de vide.

- ▶ Respectez le volume de remplissage maximal lorsque vous versez l'échantillon à filtrer (voir chapitre « 8.3 Filtration », page 13).

Procédure

- ▶ Soulevez le couvercle anti-poussière et versez l'échantillon à filtrer dans l'entonnoir.
- ▶ Si vous utilisez de l'adjuvant de filtration constitué de diatomées pour la clarification : consultez les instructions qui se trouvent dans le manuel de l'adjuvant.

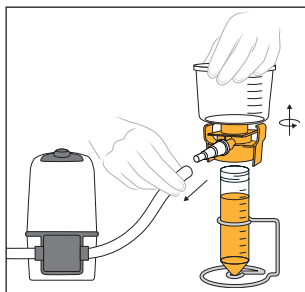




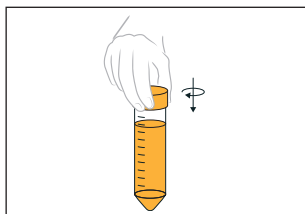
- ▶ Remettez le couvercle anti-poussière en place sur l'entonnoir.
- ▶ Pour démarrer la filtration : appliquez le vide (voir le manuel de la source de vide ou du matériel de filtration Sartolab® MultiStation).

5.4 Terminer la filtration

Procédure



- ▶ Débranchez le tuyau à vide du produit.
- ▶ Dévissez l'entonnoir avec l'adaptateur du tube conique.
- ▶ Jetez l'entonnoir conformément aux réglementations concernant l'élimination des déchets en vigueur dans votre pays.



- ▶ Si vous voulez conserver le filtrat dans le tube conique : ouvrez le sachet contenant le bouchon à vis stérile pour tube conique et vissez le bouchon à vis sur le tube conique.

6 Stockage et expédition

6.1 Stockage

Procédure

- Conservez le produit en respectant les conditions de stockage (voir chapitre « 8.4 Stockage et stérilisation », page 13).

6.2 Renvoyer le produit et des composants

Vous pouvez renvoyer les produits ou éléments défectueux à la société Sartorius. Les produits renvoyés doivent être propres, décontaminés et correctement emballés.

Les produits contaminés par des matières dangereuses, par ex. des matières biologiques ou chimiques dangereuses pour la santé, ne sont **pas** repris. Les produits doivent être décontaminés avant d'être expédiés.

Procédure

- Contactez le Sartorius Service pour obtenir des informations sur le renvoi de produits ou de leurs composants (voir www.sartorius.com).

7 Élimination

7.1 Élimination

Si le produit a été en contact avec des matières dangereuses : il est obligatoire de prendre des mesures afin d'effectuer la décontamination et d'établir la déclaration de manière appropriée. Il incombe à l'exploitant du produit de faire respecter les réglementations en vigueur relatives à la décontamination et à la déclaration pour le transport et l'élimination adéquates.

Conditions requises

Le produit a été décontaminé.

Procédure

- ▶ Éliminez le produit conformément aux réglementations concernant l'élimination des déchets en vigueur dans votre pays.

8 Caractéristiques techniques

8.1 Dimensions

	Unité	Valeur
Membrane filtrante		
Diamètre	mm	58,5
Surface de filtration effective	cm ²	21
Tube conique		
Volume	ml	50
Diamètre externe	mm	29,5
Diamètre interne	mm	27,48
Hauteur	mm	115,5

8.2 Matériaux

	Unité	Valeur
Entonnoir et couvercle anti-poussière		Styrène-acrylonitrile (SAN)
Membrane filtrante		Polyéthersulfone
Tube conique		Polypropylène
Adaptateur, raccord pour tuyau à vide, bouchon à vis pour tube conique		Polyéthylène

8.3 Filtration

	Unité	Valeur
Pression de service pour source de vide	mbar	-350 – -750
Volume mort	ml	1,2
Capacité de filtration, volume de remplissage maximal	ml	50

8.4 Stockage et stérilisation

	Unité	Valeur
Température de stockage		
Produit, avant filtration, emballé		Température ambiante
Tube conique, après filtration	°C	-80 – +100
Stérilisation		
Livré stérilisé par faisceau d'électrons (irradiation bêta)		
Produit non autoclavable		

8.5 Résistance chimique

Compatibilité des liquides

Solutions aqueuses, par ex. milieux de culture cellulaire ou liquides biologiques

Certains liquides ou certaines températures peuvent affecter les propriétés du produit, telles que sa résistance mécanique, sa couleur, son apparence et sa stabilité dimensionnelle

Nous conseillons de ne pas utiliser les liquides suivants : acides, aldéhydes, amines aliphatiques, amines aromatiques, bases, esters, hydrocarbures et cétones

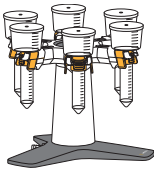
Les alcools peuvent convenir à certaines applications. Nous vous conseillons de tester le produit avec votre solution avant l'utilisation finale.

9 Accessoires et consommables

9.1 Kits Sartoclear Dynamics® Lab V50

Référence	Description	Quantité
SDLV-0050-01E0-2	Sartolab® RF 50, 0,22 µm, PES Comprend 1 sachet d'1 g d'adjuvant de filtration constitué de diatomées pour chaque unité de filtration (24 sachets)	24 unités
SDLV-0050-02E0-2	Sartolab® RF 50, 0,22 µm, PES Comprend 2 sachets d'1 g d'adjuvant de filtration constitué de diatomées pour chaque unité de filtration (48 sachets)	24 unités
SDLV-0050-01F0-2	Sartolab® RF 50, 0,45 µm, PES Comprend 1 sachet d'1 g d'adjuvant de filtration constitué de diatomées pour chaque unité de filtration (24 sachets)	24 unités
SDLV-0050-02F0-2	Sartolab® RF 50, 0,45 µm, PES Comprend 2 sachets d'1 g d'adjuvant de filtration constitué de diatomées pour chaque unité de filtration (48 sachets)	24 unités

9.2 Accessoires pour filtration en parallèle

	Référence	Description	Quantité
	SDLC01	Sartolab® MultiStation, matériel de filtration pour filtrer jusqu'à 6 échantillons en parallèle	1 unité

Sartorius Stedim Lab Ltd.
Sperry Way, Stonehouse Park
GL10 3UT Stonehouse, Gloucestershire, GB

Tél.: +44.1453.821972
www.sartorius.com

Les informations et illustrations contenues dans ce manuel correspondent à la version actuelle.

Sartorius se réserve le droit de modifier la technique, les équipements et la forme des appareils par rapport aux informations et illustrations de ce manuel.

Pour faciliter la lecture, les formes masculines ou féminines utilisées dans ce manuel désignent également les personnes de l'autre sexe.

Mention copyright :

Ce mode d'emploi, y compris toutes ses parties, est protégé par des droits d'auteur.

Toute utilisation en dehors des limites prévues dans les droits d'auteur est interdite sans notre accord.

Cela est particulièrement valable pour toute reproduction, traduction et utilisation dans n'importe quel média que ce soit.

© Sartorius Allemagne

Date :

02 | 2020