



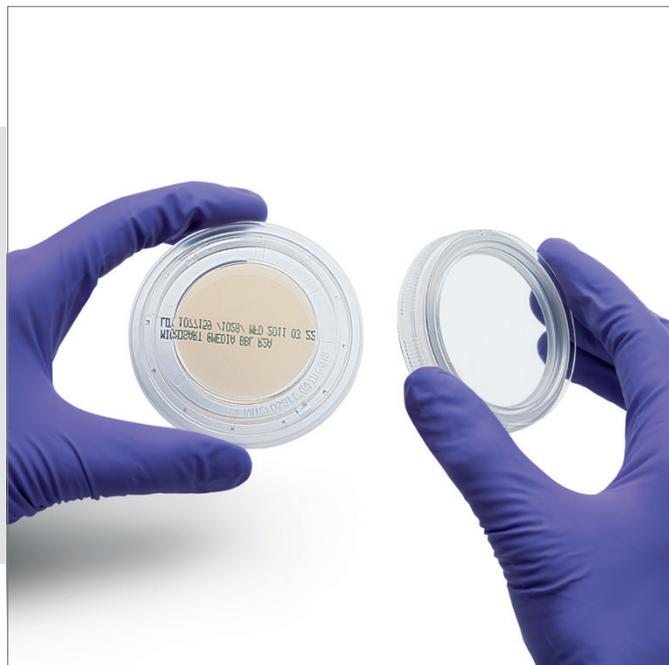
Microsart® @media

Système de transfert de membranes sans contact

Avantages pour l'utilisateur

Système innovant de transfert de membranes

- Facilité d'utilisation
- Sécurité et fiabilité
- Gain de temps



Informations sur le produit

Une assurance et un contrôle qualité efficaces sont primordiales pour produire des produits compétitifs et respecter les sévères réglementations en vigueur dans le secteur pharmaceutique. C'est pourquoi les microorganismes présents dans les liquides sont quantifiés à l'aide de la méthode de filtration sur membrane. Cette méthode de filtration permet de quantifier avec précision les bactéries, les levures et les moisissures lorsqu'on s'attend à trouver un petit nombre de colonies dans un grand volume d'échantillon. Après la filtration, la membrane filtrante est transférée sur le milieu gélosé à l'aide de pinces. Cette étape risque d'entraîner une contamination secondaire et par conséquent des résultats de test faussement positifs. Par conséquent, il est essentiel de réduire ce risque.

Description

Les unités filtrantes Microsart® @filter et les milieux Microsart® @media représentent un concept innovant et exclusif de transfert de la membrane sur le milieu gélosé. Les Microsart® @media sont des boîtes de milieu gélosé destinées à effectuer le Test de limite microbienne. Ces boîtes en emballage stérile sont préremplies de différents types de milieux gélosés et sont prêtes à être utilisées avec les unités Microsart® @filter. De plus, Microsart® @media est également caractérisé par un couvercle innovant breveté qui permet de transférer la membrane sur le milieu gélosé sans contact et sans utiliser de pinces. Ce couvercle est également relevable, permettant ainsi un accès facile aux colonies après l'incubation pour effectuer des analyses complémentaires.

Applications

Microsart® @media améliore la sécurité du contrôle qualité microbiologique dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique pour

- le Test de limite microbienne conformément aux exigences de l'USP (chapitre <61>) et de l'EP (chapitre 2.6.12)
- Détermination de la charge microbienne
- Analyses d'eau telle que de l'eau purifiée ou de l'eau pour injection
- les flux de travail à la pointe de l'innovation et efficaces dans les laboratoires d'assurance qualité

Système innovant de transfert de membranes

Le couvercle actif de Microsart® @media permet de transférer la membrane sans contact par pinces et ainsi de réduire les risques de contamination secondaire.

Facilité d'utilisation

Grâce au développement combiné de Microsart® @filter et de Microsart® @media, le couvercle actif de Microsart® @media s'adapte parfaitement sur la base de Microsart® @filter, permettant ainsi un transfert facile et fiable de la membrane filtrante sur le milieu gélosé. De plus, grâce à son mode de fixation par click-fit, l'entonnoir se détache de sa base par un geste simple ne nécessitant aucune force ; ce qui évite le risque de troubles musculo-squelettiques (TMS) et le besoin d'utiliser des dispositifs supplémentaires coûteux pour enlever l'entonnoir.

Sécurité et fiabilité

Le transfert de la membrane sans contact manuel évite de manipuler la membrane, réduisant ainsi les principales sources de contamination secondaire. On obtient ainsi des conditions de croissance optimales et des résultats fiables.

Gain de temps

La fermeture click-fit innovante de Microsart® @filter permet d'enlever rapidement et facilement l'entonnoir après la filtration. Combiné au système de transfert de membranes Microsart® @media, seules quelques opérations sont nécessaires entre le prélèvement de l'échantillon et l'incubation, ce qui représente un gain de temps et d'argent dans le laboratoire tout en donnant des résultats plus fiables.

Résumé

Microsart® @media est un système innovant de transfert de membranes destiné aux analyses microbiologiques basées sur le dénombrement microbien. Cette série de produits se distingue par le fait qu'elle réduit le risque de contamination secondaire au minimum, car seules quelques étapes simples sont nécessaires pour accélérer les opérations dans votre laboratoire.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Diamètre de la boîte	68,8 mm
	Hauteur de la boîte	14,9 mm
	Surface d'agar	13,2 cm ²
Matériaux	Polypropylène	
	Milieus gélosés: R2A, TSA, Sabouraud	
	Colle sans inhibiteur	
Stérilisation	Irradiation gamma dans une plage de 13,9 kGy à 25,0 kGy	
Certificat	des lots Stérilité, stimulation de la croissance, valeur de pH	
Durée	de conservation 36 mois à 2 °C – 8 °C	

Informations pour la commande

Boîtes pré-remplies de milieu gélosé Microsart® @media, en emballage double stérile, prêtes à l'emploi, quantité : 100 par boîtes, 10 poches contenant chacune 10 boîtes de milieu

Type de milieu	Microorganismes cibles	Référence	Durée et température d'incubation typiques
Microsart® @media TSA (gélose trypticase soja)	Germes totaux	14313--47----ACN	48 à 72 heures (USP) ou 1 à 5 jours (EP) à 30 °C – 35 °C
Microsart® @media SDA (gélose de Sabouraud dextrose)	Levures et moisissures	14314--47----ACN	5 à 7 jours à 20 °C – 25 °C
Microsart® @media R2A	Germes totaux	14322--47----ACN	5 à 7 jours à 20 °C – 28 °C
Microsart® @media TSA (gélose trypticase soja) avec lécithine et polysorbate	Germes totaux	14315--47----ACN	48 à 72 h (USP) ou 1 à 5 jours (EP) à 30 °C – 35 °C

Microsart® @media SDA (gélose de Sabouraud dextrose) avec chloramphénicol	Levures et moisissures	14316--47----ACN	5 à 7 jours à 20 °C – 25 °C
Microsart® @media PCA (gélose pour dénombrement)	Eau, eaux usées et produits laitiers	14317--47----ACN	48 à 72 h à 32 °C – 35 °C (voir également eau APHA)

Accessoires

Pompe de transfert Microsart® e.jet	166MP-4
Rampe Combi.jet	16848-CJ
Base Microsart® 47 mm	1ZU---0002
Tuyau en silicone, pour usage sous pression ; la longueur en mètres doit être spécifiée par le client	1ZAS--0007
Filtres évent Minisart® SRP25	17575-----ACK

Microsart® @filter 100, unités de filtration stériles à usage unique avec couvercle, 47 mm, 100 ml, emballés sur des plateaux, idéales pour une utilisation sur des postes de sécurité microbiologique, 24 unités

Taille des pores (µm)	Membrane filtrante*	Référence
	Couleur Couleur du quadrillage	
0,2	CN blanc noir	16D01--10-07--TG
0,45, High Flow	CN blanc noir	16D01-10-H6--TG
0,45, High Flow	CN gris blanc**	16D03--10-H6-TG
0,45	CN vert vert foncé	16D02--10-06--TG
0,45	RC blanc (sans quadrillage)	16D05--10-06--TG***

Microsart® @filter 250 : unités de filtration stériles à usage unique avec couvercle, 47 mm, 250 ml, emballées sur des plateaux, idéales pour une utilisation sur des postes de sécurité microbiologique, 16 unités

Taille des pores (µm)	Membrane filtrante*	Référence
	Couleur Couleur du quadrillage	
0,2	CN blanc noir	16D01--25-07--TF
0,45, High Flow	CN blanc noir	16D01--25-H6--TF
0,45, High Flow	CN gris blanc**	16D03--25-H6--TF
0,45	CN vert vert foncé	16D02--25-06--TF
0,65	CN gris blanc**	16D03--25-05--TF

Microsart® @filter 100 : unités de filtration stériles à usage unique avec couvercle, 47 mm, 100 ml, empilées et emballées dans des sachets, idéales pour une utilisation avec le distributeur d'entonnoirs Microsart®, 60 unités

Taille des pores (µm)	Membrane filtrante*	Référence
	Couleur Couleur du quadrillage	
0,2	CN blanc noir	16D01--10-07--BL
0,45, High Flow	CN blanc noir	16D01--10-H6--BL
0,45, High Flow	CN vert vert foncé	16D03--10-H6--BL
0,45	CN verte vert foncé	16D02--10-06--BL
0,45	RC blanc (sans quadrillage)	16D05--10-06--BL***

Microsart® @filter 250 : unités de filtration stériles à usage unique, 47 mm, 250 ml, empilées et emballées dans des sachets, idéales pour une utilisation avec le distributeur d'entonnoirs Microsart®, 48 unités

Taille des pores (µm)	Membrane filtrante* Couleur Couleur du quadrillage	Référence
0,2	CN blanc noir	16D01--25-07--BK
0,45, High Flow	CN blanc noir	16D01--25-H6--BK
0,45, High Flow	CN gris blanc**	16D03--25-H6--BK
0,45	CN vert vert foncé	16D02--25-06--BK
0,65	CN gris blanc**	16D03--25-05--BK

Microsart® @filter 100 : en emballage individuel stérile, volume 100 ml, avec couvercle, 27 unités

Taille des pores (µm)	Membrane filtrante* Couleur Couleur du quadrillage	Référence
0,45 High Flow	CN blanc noir	16D01--10-H6-ACG
0,45 High Flow	CN noir blanc	16D03--10-H6-ACG
0,2	CN blanc noir	16D01--10-07-ACG

Microsart® @filter 250 : en emballage individuel stérile, volume 250 ml, avec couvercle, 18 unités

Taille des pores (µm)	Membrane filtrante* Couleur Couleur du quadrillage	Référence
0,45 High Flow	CN blanc noir	16D01--25-H6-ACF
0,45 High Flow	CN noir blanc	16D03--25-H6-ACF
0,2	CN blanc noir	16D01--25-07-ACF

* CN = Nitrate de cellulose (ester de cellulose)

** RC = cellulose régénérée

*** Membranes grises qui deviennent noires après le mouillage

**** Cette version de Microsart® @filter ne peut pas être utilisée avec Microsart® @media.

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germany

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius.com

USA Toll-free +1.800.635.2906
UK +44.1372.737159
France +33.1.70.62.50.00
Italy +39.0362.5557.11
Spain +34.913.586.095
Russian Federation +7.812.327.53.27
Japan +81.3.3740.5408

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Printed in the EU on paper bleached without chlorine.
Publication No.: SM-2010-f170604
Order No.: 85032-543-50
Ver. 06 | 2017