



Microsart® @media

Sistema de transferencia
de membrana sin contacto

Ventajas para el usuario

Innovador concepto de transferencia de membrana al medio agar

- Manejo sencillo
- Seguro y fiable
- Ahorra tiempo



Datos del producto

La clave para la fabricación de productos competitivos y el cumplimiento de la conformidad con las normas radica en la eficacia del control de calidad en la industria farmacéutica, sometida a muchas regulaciones. Es por ello que los microorganismos contenidos en los líquidos se cuantifican por el método de filtración por membrana. El empleo de este método de filtración por membrana permite la cuantificación exacta de las bacterias, levaduras y mohos cuando se prevé un recuento bajo en un volumen de muestra elevado. Tras la filtración, el filtro de membrana se transfiere al medio de agar mediante pinzas, que entraña el riesgo de contaminación secundaria y los consiguientes resultados falsos positivos. Por lo tanto, es esencial reducir este riesgo.

Introducción

Las unidades Microsart® @filter y Microsart® @media presentan un revolucionario concepto de transferencia de membrana al medio agar. Microsart® @media son placas de medio cultivo de agar para efectuar ensayos microbiológicos. Son cápsulas prellenadas con diferentes tipos de medios de agar, suministradas en envases estériles y listas para usar en combinación con las unidades Microsart® @filter. Además, Microsart® @media se destaca por una innovadora tapa patentada que garantiza una transferencia de la membrana sin contacto alguno – sin necesidad de pinzas. Adicionalmente, la práctica tapa abatible dentro de la tapa activa ofrece un sencillo acceso para seleccionar las colonias tras la incubación y proceder a un posterior análisis.

Aplicaciones

Microsart® @media aumenta la seguridad del control de calidad microbiológico en la industria farmacéutica y biotecnológica para:

- Ensayos microbiológicos límite en concordancia con USP (capítulo <61>) y EP (capítulo 2.6.12)
- Determinación de la biocarga
- Análisis del agua purificada o agua para inyecciones
- Flujos de trabajo eficientes y avanzados en los laboratorios de control de calidad

Innovador Concepto de Transferencia a Membrana

La tapa activa de Microsart® @media permite la transferencia sin contacto de la membrana y, por tanto, reduce el riesgo de contaminación secundaria.

Fácil manejo

Como resultado del desarrollo conjunto de Microsart® @filter y Microsart® @media, la tapa activa de Microsart® @media encaja perfectamente en la base de Microsart® @filter, lo que posibilita una transferencia sencilla y fiable del filtro de membrana al agar. Asimismo, el embudo de filtración con cierre por clic no requiere la aplicación de fuerza para retirarlo de la base. Esto elimina el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (LER) y la necesidad de utilizar caros dispositivos adicionales para retirar el embudo.

Seguro y fiable

La transferencia sin contacto de la membrana excluye la necesidad de manipularla la membrana, minimizando así importantes fuentes de contaminación secundaria. Como resultado se obtienen mejores condiciones de crecimiento y resultados fiables.

Ahorro de tiempo

El innovador cierre por clic de Microsart® @filter permite retirar rápida y fácilmente el embudo tras la filtración. En combinación con Microsart® @media, el concepto de transferencia de membrana, se requieren solo unos pocos y sencillos pasos desde la toma de la muestra hasta la incubación. La consecuencia de ello es el ahorro de tiempo y dinero en el laboratorio a la vez que se obtienen resultados más fiables.

Resumen

Microsart® @media es sinónimo de un concepto innovador de transferencia de membrana para análisis basados en enumeraciones microbiológicas. Esta línea de productos destaca por minimizar el riesgo de contaminación secundaria, puesto que solo se requieren unos pocos pasos simples para acelerar los flujos de trabajo en el laboratorio. Microsart® @media satisface los más estrictos estándares de control de calidad, ofreciendo resultados fiables y un fácil manejo que ayuda a ahorrar tiempo.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	Diámetro de la placa	68,8 mm
	Altura de la placa	14,9 mm
	Área del medio agar	13,2 cm ²
Materiales	Polipropileno	
	Medios de agar: R2A, TSA, Sabouraud	
	Cola sin inhibidor	
Esterilización	Radiación gamma con un rango de 13,9 kGy hasta 25,0 kGy	
Certificado	de lote de esterilidad, promoción del crecimiento, valor pH	
Durabilidad	36 semanas a 2 °C – 8 °C	

Información del Pedido

Microsart® @media: placas de medio de agar, embaladas en forma double y esterilizadas, listas para el uso inmediato, paquetes de 100 unidades, 10 bolsas con 10 placas de media en cada una

Tipos de medios	Objetivo Microorganismos	N.º de referencia	Tiempo y temperatura típicos de incubación
Microsart® @media TSA (agar de soja triptico)	Recuento total	14313--47----ACN	48 a 72 horas (USP) o 1 a 5 días (EP) a 30 °C – 35 °C
Microsart® @media SDA (agar de dextrosa Sabouraud)	Levaduras y mohos	14314--47----ACN	5 a 7 días a 20 °C – 25 °C
Microsart® @media R2A	Recuento total	14322--47----ACN	5 a 7 días a 20 °C – 28 °C

Microsart® @media TSA (agar de soja triptico) con lecitina y polisorbato	Número total de gérmenes	14315--47----ACN	De 48 a 72 h (USP) o de 1 a 5 días (EP) a 30 °C – 35 °C
Microsart® @media SDA (agar de dextrosa Sabouraud) con cloranfenicol	Levaduras y mohos	14316--47----ACN	De 5 a 7 días a 20 °C – 25 °C
Microsart® @media PCA (agar de recuento en placa)	Agua, aguas residuales y productos lácteos	14317--47----ACN	De 48 a 72 h a 32 °C – 35 °C (véase también el agua APHA)

Accesorios

Bomba de transferencia Microsart® e.jet	166MP-4
Rampa Combi.jet	16848-CJ
Base Microsart® 47 mm	1ZU---0002
Manguera de silicona, presión parcial, longitud en metros debe ser especificada por el cliente	1ZAS--0007
Minisart® SRP25 filtros de venteo estériles	17575-----ACK

Microsart® @filter 100, unidades de filtración estériles desechables con tapa, 47 mm, 100 ml, envasado en bandejas, ideales para el uso en puestos de trabajo estériles, 24 unidades

Tamaño de poro (µm)	Filtro de membrana* Color Color cuadrícula	Número de pedido
0,2	CN blanco negro	16D01--10-07--TG
0,45, High Flow	CN blanco negro	16D01-10-H6--TG
0,45, High Flow	CN gris blanco**	16D03--10-H6-TG
0,45	CN verde verde oscuro	16D02--10-06--TG
0,45	RC blanco (sin cuadrícula)	16D05--10-06--TG***

Microsart® @filter 250, unidades de filtración estériles desechables con tapa, 47 mm, 250 ml, envasado en bandejas, ideales para el uso en puestos de trabajo estériles, 16 unidades

Tamaño de poro (µm)	Filtro de membrana* Color Color cuadrícula	Número de pedido
0,2	CN blanco negro	16D01--25-07--TF
0,45, High Flow	CN blanco negro	16D01--25-H6--TF
0,45, High Flow	CN gris blanco**	16D03--25-H6--TF
0,45	CN verde verde oscuro	16D02--25-06--TF
0,65	CN gris blanco**	16D03--25-05--TF

Microsart® @filter 100, unidades de filtración estériles desechables, 47 mm, 100 ml, apiladas y envasadas en bolsas, ideales para el uso con Microsart® Funnel Dispenser, 60 unidades

Tamaño de poro (µm)	Filtro de membrana* Color Color cuadrícula	Número de pedido
0,2	CN blanco negro	16D01--10-07--BL
0,45, High Flow	CN blanco negro	16D01--10-H6--BL
0,45, High Flow	CN gris blanco**	16D03--10-H6--BL
0,45	CN verde verde oscuro	16D02--10-06--BL
0,45	RC blanco (sin cuadrícula)	16D05--10-06--BL***

Microsart® @filter 250, unidades de filtración estériles desechables, 47 mm, 250 ml, apiladas y envasadas en bolsas, ideales para el uso con Microsart® Funnel Dispenser, 48 unidades

Tamaño de poro (µm)	Filtro de membrana* Color Color cuadrícula	Número de pedido
0,2	CN blanco negro	16D01--25-07--BK
0,45, High Flow	CN blanco negro	16D01--25-H6--BK
0,45, High Flow	CN gris blanco**	16D03--25-H6--BK
0,45	CN verde verde oscuro	16D02--25-06--BK
0,65	CN gris blanco**	16D03--25-05--BK

Microsart® @filter 100, unidades de filtración embaladas individualmente en forma estéril, capacidad de 100 ml, con tapa protectora, 27 unidades

Tamaño de poro (µm)	Filtro de membrana* Color Color cuadrícula	Número de pedido
0,45 High Flow	CN blanco negro	16D01--10-H6-ACG
0,45 High Flow	CN negro blanco	16D03--10-H6-ACG
0,2	CN blanco negro	16D01--10-07-ACG

Microsart® @filter 250, unidades de filtración embaladas individualmente en forma estéril, capacidad de 250 ml, con tapa protectora, 18 unidades

Tamaño de poro (µm)	Filtro de membrana* Color Color cuadrícula	Número de pedido
0,45 High Flow	CN blanco negro	16D01--25-H6-ACF
0,45 High Flow	CN negro blanco	16D03--25-H6-ACF
0,2	CN blanco negro	16D01--25-07-ACF

* CN = abreviatura inglesa de "cellulose nitrate" (nitrato de celulosa)

** RC = abreviatura inglesa de "regenerated cellulose" (celulosa regenerada)

*** Filtros de membrana grises que se ponen negros después de ser humectados

**** Esta versión de Microsart® @filter no puede utilizarse con 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-s170604
Order No.: 85032-543-51
Ver. 04 | 2019