



sartorius

Membranas y papeles Sartorius para aplicaciones de transferencia

Membranas para transferencias: Prestaciones y ventajas

- Gran superficie de membrana para una elevada capacidad de unión sin pérdida de muestra
- Ruido extraordinariamente reducido que permite unos tiempos de exposición más largos con mejores resultados
- Membrana de alta estabilidad que facilita la manipulación



Papeles para transferencias: Prestaciones y ventajas

- Elaborados a partir de línteres de algodón de alta pureza para uniformizar el flujo del buffer y las transferencias resultantes
- Sin aditivos, para evitar toda posible interferencia durante la transferencia
- Se suministran en hojas o rollos así como en tamaños personalizados, para ahorrar tiempo y evitar derroches



Membranas para transferencias



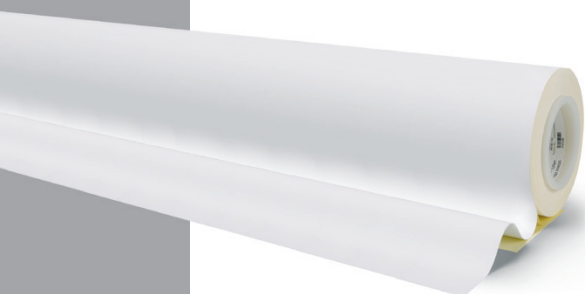
Las membranas de nitrocelulosa de Sartorius están disponibles en dos tamaños de poro: 0,22 μm y 0,45 μm . Ambas versiones combinan las ventajas que proporciona su elevada capacidad de unión proteica con un ruido reducido y una gran estabilidad de membrana, lo que garantiza su fácil manejo. Debido a su amplia superficie, la versión de 0,22 μm se recomienda para proteínas de pequeño tamaño. Las membranas para transferencias de Sartorius son la opción perfecta para Western Blot, transferencia de ADN, Dot Blot y Slot Blot. Han sido optimizadas para todos los sistemas de transferencia de proteínas, como la electrotransferencia, la transferencia semiseca y la simple transferencia capilar.

Especificaciones membranas para transferencias

Descripción	11327	11306
Material	Nitrato de celulosa	Nitrato de celulosa
Tamaño de poro (μm)	0,22	0,45
Grosor (μm)	130	130
Caudal de agua (ml/[min.cm ² bar])	27	70
Punto de ebullición con agua (bar)	4,4	2,4
Extraíbles en agua (%)	< 1	< 1
Presión de ruptura (bar)	0,8	0,2
Capacidad de unión para IgG ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	200	200

Información para pedidos

Grado	Tamaño de rollo	Número de pedido
11327	30 cm x 3 m	11327-----41BL
11306	30 cm x 3 m	11306-----41BL



Papel para transferencia

El papel para transferencia de Sartorius se elabora a partir de hilo de algodón sin ningún aditivo, con lo que se evitan por completo potenciales interferencias con los procesos de transferencia. Está disponible en diversos gramajes, grosores y formatos que cubren la mayoría de aplicaciones de transferencia. A continuación se recoge un resumen de los tamaños estándar de los grados de papel utilizados con mayor frecuencia. Se pueden solicitar formatos personalizados o de otros grados para transferencia.



Especificaciones papel para transferencia

Descripción	FN 100	BF 3	BF 4
Gramaje (g/m ²)	195	330	550
Grosor (mm)	0,35	0,76	1,30
Subida por capilaridad (mm/30 min)	115	30	-
Subida por capilaridad (mm/10 min)	70	130	160

Información para pedidos

Tamaño (mm)	Cant./ caja	Número de pedido
Grado FN 100		
200 x 200 mm	100	FT-2-527-200200N
260 x 410 mm	100	FT-2-527-260410N
460 x 570 mm	100	FT-2-527-460570N
580 x 600 mm	50	FT-2-527-580600K
580 x 680 mm	50	FT-2-527-580680K
Grado BF 3		
135 x 155 mm	100	FT-2-520-135155N
200 x 200 mm	100	FT-2-520-200200N
460 x 570 mm	50	FT-2-520-460570K
580 x 600 mm	50	FT-2-520-580600K
Grado BF 4		
110 x 170 mm	25	FT-2-521-110170G
150 x 150 mm	25	FT-2-521-150150G
580 x 580 mm	25	FT-2-521-580580G
580 x 600 mm	25	FT-2-521-580600G

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Germany

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Impresión y derechos de autor: Sartorius Stedim Biotech GmbH. | W
Publication No.: SL-1112-s150702
Order No.: 85037-545-64
Ver. 07 | 2015

www.sartorius.com

