



Membranen und Papiere von Sartorius für Blotting-Anwendungen

Blotting-Membranen – Merkmale und Vorteile

- Hohe Bindungskapazität und kein Probenverlust dank großer Membranoberfläche
- Längere Expositionszeiten und bessere Ergebnisse ermöglicht durch besonders niedriges Hintergrundrauschen
- Einfache Handhabung aufgrund hoher Membranstabilität



Blotting-Papiere – Merkmale und Vorteile

- Aus hochreinen Baumwoll-Linters, dadurch einheitlicher Pufferfluss und einheitliche Blots
- Ohne Zusätze, um potentielle Interferenzen bei Transferprozessen zu vermeiden
- Lieferung als Bogen, Rolle sowie in kunden-spezifischen Größen, um Zeit zu sparen und Abfall zu vermeiden

Blotting-Membranen



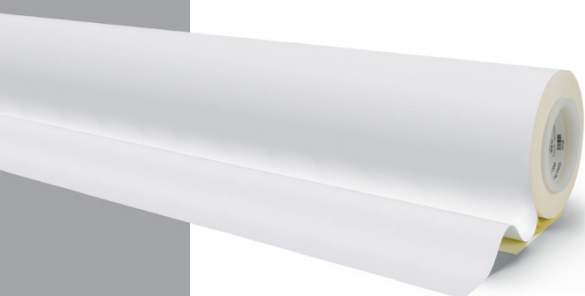
Die Nitrozellulose-Membranen von Sartorius sind in zwei Porengrößen, 0,22 µm und 0,45 µm, erhältlich. Beide Ausführungen weisen eine hohe Proteinbindungskapazität mit niedrigem Hintergrundrauschen und hoher Membranstabilität auf und lassen sich einfach handhaben. Aufgrund der großen Oberfläche eignet sich die Membran mit der Porengröße 0,22 µm besonders für kleine Proteine. Die Blotting-Membranen von Sartorius eignen sich ideal für Western-Blotting, DNA-Blotting und für Dot- und Slot-Blots. Sie sind für alle Protein-Blottingmethoden wie Elektrotransfer-, Halbtrocken- und einfaches Kapillar-Blotting optimiert.

Technische Daten Blotting-Membranen

Beschreibung	11327	11306
Material	Zellulose-nitrat	Zellulose-nitrat
Porengröße (µm)	0,22	0,45
Dicke (µm)	130	130
Wasserdurchflussrate (ml/[min.cm ² bar])	27	70
Bubble Point mit Wasser (bar)	4,4	2,4
Extrahierbare Stoffe in Wasser (%)	< 1	< 1
Berstdruck (bar)	0,8	0,2
Bindungskapazität für IgG (µg/cm ²)	200	200

Bestellinformationen

Sorte	Rollenabmessungen	Bestellnummer
11327	30 cm × 3 m	11327-----41BL
11306	30 cm × 3 m	11306-----41BL



Blotting-Papiere

Die Blotting-Papiere von Sartorius bestehen aus zusatzfreien Baumwoll-Linters und verhindern potentielle Interferenzen bei Transferprozessen vollständig. Sie sind in verschiedenen Gewichten, Dicken und Formaten erhältlich und für die meisten Blotting-Anwendungen geeignet. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Standardgrößen der am häufigsten verwendeten Papiersorten. Auf Anfrage sind kundenspezifische Formate und andere Blotting-Papiersorten erhältlich.



Technische Daten Blotting-Papiere

Beschreibung	FN 100	BF 3	BF 4
Gewicht (g/m ²)	195	330	550
Dicke (mm)	0,35	0,76	1,30
Saughöhe (mm/30 min)	115	30	-
Saughöhe (mm/10 min)	70	130	160

Bestellinformationen

Größe (mm)	Packungsgröße	Bestellnummer
Sorte FN 100		
200 × 200 mm	100	FT-2-527-200200N
260 × 410 mm	100	FT-2-527-260410N
460 × 570 mm	100	FT-2-527-460570N
580 × 600 mm	50	FT-2-527-580600K
580 × 680 mm	50	FT-2-527-580680K
Sorte BF 3		
135 × 155 mm	100	FT-2-520-135155N
200 × 200 mm	100	FT-2-520-200200N
460 × 570 mm	50	FT-2-520-460570K
580 × 600 mm	50	FT-2-520-580600K
Sorte BF 4		
110 × 170 mm	25	FT-2-521-110170G
150 × 150 mm	25	FT-2-521-150150G
580 × 580 mm	25	FT-2-521-580580G
580 × 600 mm	25	FT-2-521-580600G

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstraße 94-108
37075 Göttingen

Telefon 0551.308.0
Fax 0551.308.3289

Technische Änderungen vorbehalten.
Druck und Copyright
Sartorius Stedim Biotech GmbH. | W
Publication No.: SL-1112-d150702
Order No.: 85037-545-61
Ver. 07 | 2015

www.sartorius.com

