



sartorius

Membrane e carte Sartorius per applicazioni di blotting

Membrane per blotting – Caratteristiche e vantaggi

- Ampia area di superficie della membrane per un'elevata capacità legante e nessuna perdita di campione
- Background eccezionalmente basso per tempi di esposizione più lunghi e risultati migliori
- Elevata stabilità della membrane per un facile utilizzo



Carte per blotting – Caratteristiche e vantaggi

- Prodotte da cascami di cotone purissimo per un flusso uniforme del tampone e dei blot
- Senza additivi per evitare qualsiasi interferenza durante il trasferimento
- Disponibili in fogli, rotoli e in formati personalizzati per risparmiare tempo ed evitare sprechi

Membrane per blotting



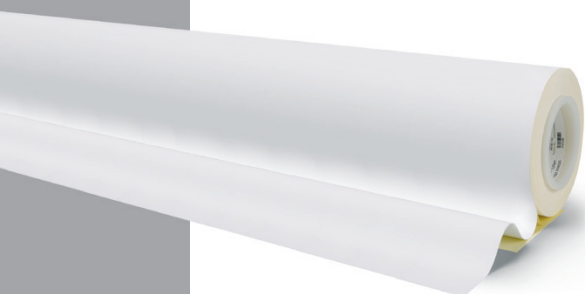
Le membrane in nitrocellulosa Sartorius sono disponibili in due porosità: 0,22 µm e 0,45 µm. Entrambe le versioni coniugano i vantaggi dell'elevata capacità legante con basso background e dell'elevata stabilità della membrana che garantisce una facile manipolazione. Grazie alla sua ampia superficie, la membrana di porosità 0,22 µm è consigliata per proteine piccole. Le membrane Sartorius per blotting sono ideali per Western blot, Southern blot (DNA), dot blot o slot blot. Sono perfettamente adatte per tutte le tecniche di blotting delle proteine, come trasferimento elettroforetico, blotting semi-dry o semplice blotting capillare.

Specifiche tecniche membrane per blotting

Descrizione	11327	11306
Materiale	Nitrato di cellulosa	Nitrato di cellulosa
Porosità (µm)	0,22	0,45
Spessore (µm)	130	130
Flusso per acqua (ml/[min.cm ² bar])	27	70
Punto di bolla con acqua (bar)	4,4	2,4
Estraibili in acqua (%)	< 1	< 1
Pressione di rottura (bar)	0,8	0,2
Capacità legante per IgG (µg/cm ²)	200	200

Informazioni per l'ordinazione

Grado	Dimensione rotolo	Codice
11327	30 cm × 3 m	11327-----41BL
11306	30 cm × 3 m	11306-----41BL



Carte per blotting

Le carte per blotting Sartorius sono prodotte da cascami di cotone senza l'uso di additivi per escludere completamente ogni potenziale interferenza con i processi di trasferimento. Sono disponibili in svariati pesi e spessori, nonché in diversi formati per coprire la maggior parte delle applicazioni di blotting. Una panoramica delle dimensioni standard per i gradi più comunemente usati è fornita di seguito. Su richiesta sono disponibili formati personalizzati e altri gradi di carte per blotting.



Specifiche tecniche carte per blotting

Descrizione	FN 100	BF 3	BF 4
Peso (g/m ²)	195	330	550
Spessore (mm)	0,35	0,76	1,30
Altezza capillare (mm/30 min)	115	30	-
Altezza capillare (mm/10 min)	70	130	160

Informazioni per l'ordinazione

Dimensioni (mm)	Conf. pz.	Codice
Grado 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
Grado 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
Grado 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 Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Con riserva di modifiche tecniche senza alcun preavviso. Stampato da Sartorius Stedim Biotech GmbH e protetto da copyright. | W
Publication No.: SL-1112-i150702
Order No.: 85037-545-65
Ver. 07 | 2015

www.sartorius.com

