

## Membrane e carte Sartorius per applicazioni di blotting

### **Membrane per blotting – Caratteristiche e vantaggi**

- Ampia area di superficie della membrana 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 membrana 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  $\mu\text{m}$  e 0,45  $\mu\text{m}$ . 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  $\mu\text{m}$  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.

## Valori tipici

Descrizione	11327	11306
Materiale	Nitrato di cellulosa	Nitrato di cellulosa
Porosità ( $\mu\text{m}$ )	0,22	0,45
Spessore ( $\mu\text{m}$ )	130	130
Flusso per acqua (ml/[min.cm <sup>2</sup> bar])	27	70
Punto di bolla con acqua (bar)	4,4	2,4
Estraibili in acqua (%)	$\leq 1$	$\leq 1$
Pressione di rottura (bar)	0,8	0,2
Capacità legante per IgG ( $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ )	200	200

## Informazioni per l'ordinazione

	Dimensione rotolo	Codice
11327	30 cm $\times$ 3 m	11327-----41BL
11306	30 cm $\times$ 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 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 <sup>2</sup> )	195	330	550
Spessore (mm)	0,35	0,76	1,30
Altezza capillare (mm/30 min)	115	-	-
Altezza capillare (mm/10 min)	70	130	160

## Informazioni per l'ordinazione

Dimensioni (mm)	Conf. pz.	Codice
<b>Grado FN 100</b>		
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
<b>Grado BF 3</b>		
135 × 155 mm	100	FT-2-520-135155N
200 × 200 mm	100	FT-2-520-200200N
224 × 224 mm	100	FT-2-520-224224N
460 × 570 mm	50	FT-2-520-460570K
580 × 600 mm	50	FT-2-520-580600K
<b>Grado BF 4</b>		
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




**Germany**

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen  
Phone +49 551 308 0

**USA**

Sartorius Corporation  
565 Johnson Avenue  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1 631 254 4249  
Toll-free +1 800 635 2906

 For further contacts, visit  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)