

Membranes et papiers Sartorius pour applications de transfert

Membranes de transfert –

Caractéristiques et avantages

- Grande surface d'échange de la membrane pour une capacité de liaison élevée et aucune perte d'échantillon
- Bruit de fond extrêmement faible permettant des temps d'exposition plus longs et de meilleurs résultats
- Grande stabilité de la membrane pour une manipulation facile

Papiers de transfert –

Caractéristiques et avantages

- Fabriqués à partir de linters de coton d'une très grande pureté pour une migration de tampon et des transferts uniformes
- Sans additif afin d'éviter toute interférence pendant le transfert
- Disponibles en feuilles, en rouleaux et dans des formats sur mesure pour gagner du temps et éviter tout gaspillage



Membranes de transfert

Les membranes Sartorius en nitrocellulose sont disponibles avec des pores de 0,22 μm et de 0,45 μm . Ces deux versions présentent plusieurs avantages : capacité de liaison élevée des protéines, faible bruit de fond et grande stabilité des membranes pour assurer une manipulation facile. En raison de sa grande surface d'échange, la membrane de 0,22 μm est recommandée pour les petites protéines. Les membranes de transfert Sartorius conviennent parfaitement au western blot ou transfert de western, au transfert d'ADN ainsi qu'au dot blot ou au slot blot. Elles sont parfaitement adaptées à toutes les méthodes de transfert de protéines tels que l'électrotransfert et le transfert capillaire simple ou demi-sec.

Valeurs typiques

Description	11327	11306
Matériau	Nitrate de cellulose	Nitrate de cellulose
Taille des pores (μm)	0,22	0,45
Epaisseur (μm)	130	130
Débit à l'eau (ml/[min.cm ² bar])	27	70
Point de bulle avec de l'eau (bar)	4,4	2,4
Extractibles dans l'eau (%)	≤ 1	≤ 1
Pression d'éclatement (bar)	0,8	0,2
Capacité de liaison pour les IgG ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	200	200

Informations de commande

	Dimensions des rouleaux	Référence
11327	30 cm \times 3 m	11327-----41BL
11306	30 cm \times 3 m	11306-----41BL



Papiers de transfert

Les papiers de transfert Sartorius sont fabriqués à partir de linters de coton sans additif afin d'empêcher tout risque d'interférence lors des processus de transfert. Ils sont disponibles en différents grammages et différentes épaisseurs ainsi qu'en plusieurs formats pour convenir à la majorité des applications de transfert. Vous trouverez ci-après un aperçu des dimensions standard pour les grades de papier les plus souvent utilisés. Des formats sur mesure ainsi que d'autres grades de papiers de transfert sont disponibles sur demande.

Caractéristiques papiers de transfert

Description	FN 100	BF 3	BF 4
Poids (g/m ²)	195	330	550
Épaisseur (mm)	0,35	0,76	1,30
Ascension capillaire (mm/30 min)	115	-	-
Ascension capillaire (mm/10 min)	70	130	160

Informations de commande

Dimensions [mm]	Qté/boîte	Référence
Grade 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
Grade BF 3		
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
Grade 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




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