



sartorius

## 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



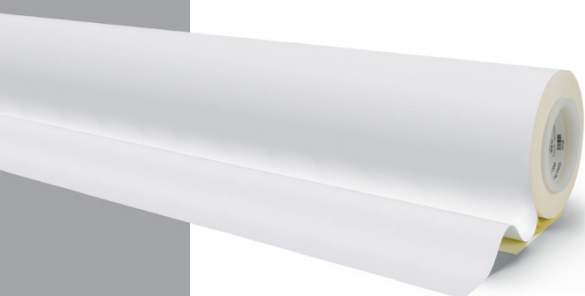
Les membranes Sartorius en nitrocellulose sont disponibles avec des pores de 0,22  $\mu\text{m}$  et de 0,45  $\mu\text{m}$ . Ces deux versions présentent plusieurs avantages : capacité de liaison élevée des protéines, faible bruit de fond et grande stabilité des membranes pour assurer une manipulation facile. En raison de sa grande surface d'échange, la membrane de 0,22  $\mu\text{m}$  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.

### Caractéristiques membranes de transfert

Description	11327	11306
Matériau	Nitrate de cellulose	Nitrate de cellulose
Taille des pores ( $\mu\text{m}$ )	0,22	0,45
Épaisseur ( $\mu\text{m}$ )	130	130
Débit à l'eau (ml/[min.cm <sup>2</sup> 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

Grade	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 <sup>2</sup> )	195	330	550
Épaisseur (mm)	0,35	0,76	1,30
Ascension capillaire (mm/30 min)	115	30	-
Ascension capillaire (mm/10 min)	70	130	160

### Informations de commande

Dimensions [mm]	Qté/boîte	Référence
<b>Grade FN 100</b>		
200 $\times$ 200 mm	100	FT-2-527-200200N
260 $\times$ 410 mm	100	FT-2-527-260410N
460 $\times$ 570 mm	100	FT-2-527-460570N
580 $\times$ 600 mm	50	FT-2-527-580600K
580 $\times$ 680 mm	50	FT-2-527-580680K
<b>Grade BF 3</b>		
135 $\times$ 155 mm	100	FT-2-520-135155N
200 $\times$ 200 mm	100	FT-2-520-200200N
460 $\times$ 570 mm	50	FT-2-520-460570K
580 $\times$ 600 mm	50	FT-2-520-580600K
<b>Grade BF 4</b>		
110 $\times$ 170 mm	25	FT-2-521-110170G
150 $\times$ 150 mm	25	FT-2-521-150150G
580 $\times$ 580 mm	25	FT-2-521-580580G
580 $\times$ 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

Sous réserve de modifications techniques.  
Imprimé et protégé par copyright par  
Sartorius Stedim Biotech GmbH | W  
Publication No.: SL-1112-f150702  
Order No.: 85037-545-63  
Ver. 07 | 2015

www.sartorius.com

