

Multipacks mLINE®



Nos pipettes mécaniques les plus ergonomiques dans le conditionnement de votre choix!

- 5 options de Multipacks mLINE® proposées pour répondre à tous vos besoins
- Un jeu de 3 à 5 pipettes mécaniques mLINE®, un portoir portique et les racks de pointes correspondants inclus
 - Remplacez vos pipettes existantes par de nouvelles pipettes très ergonomiques et d'une précision exceptionnelle
 - Installez de nouveaux postes de pipetage pour chaque chercheur avec de nouvelles pipettes ergonomiques

Référence
LH-725661

Contenu du Multipack
Pack de 3 pipettes mLINE® 10

- Pipettes mLINE® 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1 000 µl
- Racks de pointes Sartorius Optifit 0,2-10 µl, 0,5-200 µl, 10-1000 µl
- Portoir portique



Référence
LH-725662

Contenu du Multipack
Pack de 3 pipettes mLINE® 20

- Pipettes mLINE® 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1 000 µl
- Racks de pointes Sartorius Optifit 0,5-200 µl, 10-1 000 µl
- Portoir portique



Référence
LH-725663

Contenu du Multipack
Pack de 4 pipettes mLINE®

- Pipettes mLINE® 0,5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1 000 µl
- Racks de pointes Sartorius Optifit 0,2-10 µl, 0,5-200 µl, 10-1 000 µl
- Portoir portique



mLINE® - La précision sans le moindre effort

mLINE®, la pipette mécanique la plus avancée de Biohit *family* de Sartorius, garantit l'excellence en matière d'ergonomie, de performances et de sécurité. Elle constitue le choix idéal pour les longues opérations de pipetage, afin de prévenir tout risque de traumatisme de la main, du bras ou de l'épaule dû au pipetage.

Ergonomie

- Le pipetage et l'éjection des pointes nécessitent très peu de force vous protégeant ainsi des troubles musculo-squelettiques (TMS).
- Le repose-doigt ergonomique vous permet de tenir la pipette sans effort.

Performances

- L'isolation thermique des composants internes garantit une température constante de l'échantillon pour des résultats ultra précis et reproductibles, également lors de longues séries de pipetage.
- L'étalonnage facile à utiliser permet un réétalonnage rapide des liquides aux consistances variées, pour une plus grande précision avec quel que soit le type de liquides.

Sécurité

- Le risque de contamination est réduit grâce aux filtres Safe-Cone et les pipettes sont entièrement autoclavables (stérilisation à la vapeur).
- Le verrouillage du volume prévient les changements de volume accidentels pendant le pipetage pour des résultats fiables à 100 %.



Référence
LH-725665

Contenu du Multipack
Pack de 3+1 pipettes mLINE®

- Pipettes mLINE® 0,5-10 µl, 20-200 µl, 100-1 000 µl et 8 canaux 30-300 µl
- Racks de pointes Sartorius Optifit 0,2-10 µl, 0,5-200 µl, 5-350 µl, 10-1 000 µl
- Portoir portique



Référence
LH-725664

Contenu du Multipack
Pack de 5 pipettes mLINE®

- Pipettes mLINE® 2-20 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1 000 µl, 500-5 000 µl
- Racks de pointes Sartorius Optifit 0,5-200 µl, 10-1 000 µl, 5 000 µl
- Portoir portique

Caractéristiques techniques

Article	Canaux	Volume	Incrément	Volume test	Erreur systématique	Erreur aléatoire
mLINE® Pipette mécanique	1	0,5-10 µl	0,01 µl	10 µl	1,00 %	0,60 %
				5 µl	1,50 %	1,00 %
				1 µl	2,50 %	1,50 %
mLINE® Pipette mécanique	1	2-20 µl	0,02 µl	20 µl	0,90 %	0,40 %
				10 µl	1,20 %	1,00 %
				2 µl	3,00 %	2,00 %
mLINE® Pipette mécanique	1	10-100 µl	0,10 µl	100 µl	0,80 %	0,15 %
				50 µl	1,00 %	0,40 %
				10 µl	2,00 %	1,00 %
mLINE® Pipette mécanique	1	20-200 µl	0,20 µl	200 µl	0,60 %	0,15 %
				100 µl	0,80 %	0,30 %
				20 µl	2,00 %	0,80 %
mLINE® Pipette mécanique	1	100-1000 µl	1,00 µl	1000 µl	0,60 %	0,20 %
				500 µl	0,60 %	0,20 %
				100 µl	1,00 %	0,40 %
mLINE® Pipette mécanique	1	500-5000 µl	10,0 µl	5000 µl	0,50 %	0,20 %
				2500 µl	0,60 %	0,30 %
				500 µl	2,00 %	0,60 %
mLINE® Pipette mécanique	8	30-300 µl	0,20 µl	300 µl	0,60 %	0,25 %
				150 µl	1,00 %	0,50 %
				30 µl	2,00 %	1,00 %

Les données relatives à l'erreur systématique (inexactitude) et à l'erreur aléatoire (imprécision) conformes à EN ISO 8655 ne sont valables que dans le cas de l'utilisation de pointes Sartorius.

Coordonnées de contact

Biohit France S.A.S.

2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
 ZA de la Gaudrée
 91410 Dourdan
 Tél +33 1 70 62 50 00
 Fax +33 1 64 59 76 39
 commercial-biohit.france@sartorius.com

Sartorius France

Avenue Jouques
 Z.I les Paluds - CS 71090
 13781 Aubagne Cedex
 Tel: + 33 4 42 84 56 00
 Fax: + 33 4 42 84 65 45
 client.france@sartorius.com

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy

Laippatie 1
 00880 Helsinki
 Phone +358.9.755.951
 Fax +358.9.755.95.292
 lhinfo.finland@sartorius.com

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

Weender Landstrasse 94-108
 37075 Goettingen
 Phone +49.551.308.0
 Fax +49.551.308.3289



◀ www.sartorius.com