

Pipeta mLINE® Multipacks



Nossas pipetas mecânicas mais ergonômicas em um pacote econômico à sua escolha!

- 5 opções de mLINE® Multipack disponíveis para as várias necessidades com excelente relação preço/qualidade
- Um conjunto de 3 a 5 pipetas mecânicas mLINE®, com suporte linear e racks de pontas incluídos
 - Troque suas pipetas existentes por um conjunto de pipetas altamente ergonômicas com excelente precisão e exatidão
 - Estabeleça novas estações de pipetagem para cada pesquisador com pipetas de alta qualidade

Referência
LH-725661

Conteúdo Multipack
Pipeta mLINE® 10, pacote de 3

- Pipetas - mLINE® 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl
- Caixa para pontas Sartorius Optifit 0,2-10 µl, 0,5-200 µl, 10-1000 µl
- Suporte linear



Referência
LH-725662

Conteúdo Multipack
Pipeta mLINE® 20, pacote de 3

- Pipetas - mLINE® 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
- Caixa para pontas Sartorius Optifit 0,5-200 µl, 10-1000 µl
- Suporte linear



Referência
LH-725663

Conteúdo Multipack
Pipeta mLINE®, pacote de 4

- Pipetas mLINE® 0,5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
- Caixa para pontas Sartorius Optifit 0,2-10 µl, 0,5-200 µl, 10-1000 µl
- Suporte linear



mLINE® - Precisão sem esforço

A pipeta mecânica mais avançada da Sartorius na Biohit *family* - a mLINE® - oferece excelente desempenho ergonômico e segurança. É a melhor escolha para pipetagem manual repetitiva e de longa duração de modo a prevenir o risco de lesões relacionadas ao trabalho, seja na mão, braço ou ombro.

Ergonomia

- A pipetagem excepcionalmente leve e a ejeção fácil da ponta evitam as lesões por esforço repetitivo (LER)
- O suporte ergonômico para os dedos permite que a pipeta repouse na mão sem esforço

Desempenho

- O isolamento térmico dos componentes internos, para manter a temperatura de amostragem constante, permite resultados altamente precisos e repetíveis em longas séries de pipetagem
- O sistema de calibração é fácil de usar e permite a recalibração rápida para líquidos com várias consistências, assegurando melhor precisão com uma grande variedade de líquidos

Segurança

- Risco de contaminação minimizado graças à utilização de filtros Safe-Cone com possibilidade de limpeza completa em autoclave (esterilização a vapor)
- O bloqueio de volume previne mudanças acidentais de volume durante a pipetagem, garantindo resultados livres de erro



Referência
LH-725665

Conteúdo Multipack
Pipeta mLINE®, pacote de 3+1

- Pipetas mLINE® 0,5-10 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl e 30-300 µl de 8 canais
- Caixa para pontas Sartorius Optifit 0,2-10 µl, 0,5-200 µl, 5-350 µl, 10-1000 µl
- Suporte linear



Referência
LH-725664

Conteúdo Multipack
Pipeta mLINE®, pacote de 5

- Pipetas mLINE® 2-20 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 500-5000 µl
- Caixa para pontas Sartorius Optifit 0,5-200 µl, 10-1000 µl, 5000 µl
- Suporte linear

Especificações Técnicas

Artigo	Canais	Volume	Incremento	Volume de teste	Erro sistemático	Erro aleatório
mLINE® Pipeta Mecânica	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® Pipeta Mecânica	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® Pipeta Mecânica	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® Pipeta Mecânica	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® Pipeta Mecânica	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® Pipeta Mecânica	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® Pipeta Mecânica	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 %

Os dados para erro sistemático (inexatidão) e para erro aleatório (imprecisão) de acordo com a norma EN ISO 8655 somente são válidos quando forem usadas ponteiras de pipetas Sartorius

Contato

Sartorius do Brasil Ltda
 Av. Dom Pedro I, 241 Bairro Vila Pires
 Cep 09110-001 Santo André, São Paulo, Brazil
 Phone: +55.11,4451,6226
 Fax: +55.11,4451,4369
 sartorius@sartorius.com.br

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