

mLINE® Multipacks 手動ピペット マルチパック



最も人間工学に優れた手動ピペットを お求めやすいパックからお選びいただけます！

- さまざまなニーズに合わせて、大変お得な5種類のmLINE®マルチパックをご用意しています。
- 3本から5本のmLINE®手動ピペット、リニアスタンド、適合するチップラックのセットです。
 - お手元のピペットを、優れた正確さと精度を備えた、人間工学に基づく新しいピペットにリニューアルしましょう。
 - 高品質のピペットを備えた、研究者向けの新しいピペッティングステーションを構築しましょう。

型番
LH-725661

マルチパック内容
mLINE®ピペット3本パック10

- mLINE® ピペット0,5-10 µl、10-100 µl、100-1000 µl
- Sartoriusスタンダードチップ、ラック入り0.2-10 µl、0.5-200 µl、10-1000 µl
- リニアスタンド



型番
LH-725662

マルチパック内容
mLINE®ピペット3本パック20

- mLINE®ピペット2-20 µl、20-200 µl、100-1000 µl
- Sartoriusスタンダードチップ、ラック入り0.5-200 µl、10-1000 µl
- リニアスタンド



型番
LH-725663

マルチパック内容
mLINE®ピペット4本パック

- mLINE®ピペット0.5-10 µl、10-100 µl、20-200 µl、100-1000 µl
- Sartoriusスタンダードチップ、ラック入り0.2-10 µl、0.5-200 µl、10-1000 µl
- リニアスタンド



mLINE® - 正確さを容易に

SartoriusのBiohitfamilyの中でも最も先進的な手動ピペットmLINE®は、優れた人間工学、性能、安全性をもたらします。作業に関連する手、腕、肩の障害リスクから保護しますので、長時間の反復的な手動ピペッティングに最適です。

人間工学

- ピペッティングやチップエジェクションにかかる力はごくわずかですので、反復運動過多損傷 (RSI) を防ぎます。
- 人間工学に基づくフィンガーサポートで、ピペッティング時にピペットを強く握り締める必要がありません。

性能

- 本体は内部に熱を伝えにくい構造のためサンプルの温度は安定し、長時間のピペッティングでも極めて正確で均一な結果をもたらします。
- 簡単にキャリブレーションを行うことが出来るので、様々な液体に応じ調整が可能です。あらゆる液体で高い正確性が得られます。

安全性

- セーフコンフィルターと本体まるごとオートクレーブ対応 (蒸気滅菌) により、コンタミネーションのリスクを最小限に抑えます。
- 容量ロック機構によりピペッティング時の容量のズレを防ぎ、ミスの無い結果が得られます。



型番	マルチパック内容
LH-725665	mLINE® ピペット3+1本パック

- mLINE®ピペット0.5-10 µl、20-200 µl、100-1000 µlおよび 8チャンネル30-300 µl
- Sartoriusスタンダードチップ、ラック入り0.2-10 µl、0.5-200 µl、5-350 µl、10-1000 µl
- リニアスタンド



型番	マルチパック内容
LH-725664	mLINE®ピペット5本パック

- mLINE®ピペット2-20 µl、10-100 µl、20-200 µl、100-1000 µl、500-5000 µl
- Sartoriusスタンダードチップ、ラック入り0.5-200 µl、10-1000 µl、5000 µl
- リニアスタンド

技術仕様

商品名	チャンネル	容量範囲	最小可変単位	設定容量	系統誤差(正確度)	偶然誤差(再現性)
mLINE® 手動ピペット	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® 手動ピペット	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® 手動ピペット	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® 手動ピペット	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® 手動ピペット	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® 手動ピペット	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® 手動ピペット	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 %

EN ISO 8655に基づく系統誤差(正確度)及び偶然誤差(再現性)は弊社、ザルトリウス社製チップを使用した場合にのみ適用できます。

価格

型番	マルチパック	価格
LH-725661	mLINE ピペット3本パック10	¥98,000
LH-725662	mLINE ピペット3本パック20	¥98,000
LH-725663	mLINE ピペット4本パック	¥127,000
LH-725664	mLINE ピペット5本パック	¥157,000
LH-725665	mLINE ピペット3+1本パック	¥178,000

お問い合わせ

ザルトリウス・ジャパン株式会社

科学機器事業部 <http://www.sartorius.co.jp>

本社 / 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11

Tel.(03)3740-5408 Fax.(03)3740-5406

大阪 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-3-39

Tel.(06)6396-6682 Fax.(06)6396-6686

名古屋 / 〒461-0002 名古屋市東区代官町35-16

Tel.(052)932-5460 Fax.(052)932-5461

LHサービスセンター / 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34

Tel.(03)5228-0323 Fax.(03)5228-0324

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