

## mLINE® Pipette Multipacks



# 합리적 선택으로 경제적 혜택까지 받는 손이 편한 인체공학적 수동 Pipettes!

- 다양한 application에 유용한 가치를 제공하는 선택 가능한 5가지 mLINE® Multipack 옵션
- 패키지 별 3~5개의 mLINE® 수동 Pipettes과 Linear Stand, 볼륨 별 Tip 제공
  - 탁월한 정확성과 정밀도를 자랑하는 인체공학적 Pipette으로 교체할 수 있는 좋은 기회입니다.
  - 고품질 Pipette으로 모든 사용자에게 만족을 드리는 새로운 Pipetting 작업 공간을 만들 수 있습니다

Order Code  
LH-725661

Multipack Contents  
mLINE® Pipette 3-pack 10

- mLINE® pipettes 0.5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl
- Sartorius Optifit Tip tray box 0.2-10 µl, 0.5-200 µl, 10-1000 µl
- Linear Stand



Order Code  
LH-725662

Multipack Contents  
mLINE® Pipette 3-pack 20

- mLINE® pipettes 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
- Sartorius Optifit Tip tray box 0.5-200 µl, 10-1000 µl
- Linear Stand



Order Code  
LH-725663

Multipack Contents  
mLINE® Pipette 4-pack

- mLINE® pipettes 0.5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
- Sartorius Optifit Tip tray box 0.2-10 µl, 0.5-200 µl, 10-1000 µl
- Linear Stand



## mLINE® - Effortless Accuracy

Sartorius' Biohit*family*- 의 진보된 수동 Pipette인 Biohit mLINE® 제품군은 인체공학적 시스템으로 탁월한 성능과 안전을 보장합니다. 장시간 반복적 pipetting 작업으로 인한 손, 팔 및 어깨 장애를 방지할 수 있는 이상적인 제품입니다.

### Ergonomics

- 긴장성 손상 증후군을 (repetitive strain injuries: RSI) 방지하는 가벼운 pipetting 과 tip ejection 기능
- Pipetting 시 힘을 최소화하는 편안한 그립과 인체공학적 손가락 지지구조

### Performance

- 내부 구성품의 단열을 통해 샘플의 온도를 유지하여 장시간 연속적인 pipetting 작업에도 고도의 정확성과 재현성 보장
- 손쉬운 보정 방법으로 빠른 re-calibration이 가능하여 다양한 시료에도 향상된 정확도와 안정된 결과 보장

### Safety

- Safe-Cone Filter (오염방지필터) 사용과 Autoclavability을 이용하여 오염 위험을 최소화
- Volume-lock (용량 잠금) 기능으로 pipetting 시 용량 변경으로 인한 오류 방지



Order Code      Multipack Contents  
**LH-725665**      **mLINE® Pipette 3+1-pack**

- mLINE® pipettes 0.5-10 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl and 8-channel 30-300 µl
- Sartorius Optifit Tip tray box 0.2-10 µl, 0.5-200 µl, 5-350 µl, 10-1000 µl
- Linear Stand



Order Code      Multipack Contents  
**LH-725664**      **mLINE® Pipette 5-pack**

- mLINE® pipettes 2-20 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 500-5000 µl
- Sartorius Optifit Tip tray box 0.5-200 µl, 10-1000 µl, 5000 µl
- Linear Stand

## Technical Specifications

Item	Channels	Volume	Increment	Test volume	체계적 오류	무작위적 오류
mLINE® Mechanical Pipette	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® Mechanical Pipette	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® Mechanical Pipette	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® Mechanical Pipette	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® Mechanical Pipette	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® Mechanical Pipette	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® Mechanical Pipette	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 8655에 따른 체계적 오류(부정확) 및 무작위적 오류(비정밀)에 관한 데이터는 Sartorius 피펫 팁을 사용하는 경우에만 유효합니다.

### Contact Details

본 사 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220  
 솔리드스페이스 8층  
 Tel. 031. 622. 5700  
 Fax. 031. 622. 5799

대전사무소 | 대전광역시 유성구 온천북로 23 1층  
 Tel. 042. 483. 7475  
 Fax. 042. 826. 7090

광주사무소 | 광주광역시 서구 농성동 460-24  
 무등산타워 504호  
 Tel. 062-449-9800  
 Fax. 062-449-9807

연 구 소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22  
 판교글로벌 R&D센터 C동 2층  
 Tel. 031-739-7677  
 Fax. 031-739-7555  
 서비스센터 | 1600-0288

[www.sartorius.co.kr](http://www.sartorius.co.kr)

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](http://www.sartorius.com)