

# 피펫을 아시는 분들이 선택하는 Tacta<sup>®</sup> Set



## Tacta<sup>®</sup> Mechanical Pipettes

- 오랜 pipetting에도 신뢰할 수 있는 결과.
- 인간 공학적인 손잡이 디자인으로 편안한 그립감
- 싸토리우스의 가벼운 Pipetting
- 새로운 Optiject<sup>®</sup> 기술로 힘들이지 않고도 부드럽게 Tip 제거 가능
- Optilock<sup>®</sup> 시스템으로 볼륨 잠금 기능을 선택적으로 사용 가능
- 사용자 보정기능으로 다양한 샘플에 맞게 피펫 조정함으로써 더욱 정확한 Pipetting 가능
- 3단 분리 구조로 간편한 Cleaning
- 전체 고압 멸균 가능

## Sartorius Optifit 팁은

- 고품질의 일반 팁
- 다양한 어플리케이션에 적용 가능
- 다양한 패키지 구성과 purity 옵션으로 넓은 선택의 폭

# Tacta® Multipacks

Multipack 주문 코드	Tacta® Pipettes	Optifit 팁은	부속품
Tacta® Pipette 3-pack 10 LH-729670	1채널 - 0,5-10 µl - 10-100 µl - 100-1 000 µl	96개의 팁이 포함된 트레이 랙 - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl	선형 스탠드(비충전)
Tacta® Pipette 3-pack 20 LH-729671	1채널 - 2-20 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl	96개의 팁이 포함된 트레이 랙 - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl	선형 스탠드(비충전)
Tacta® Pipette 4-pack 20 LH-729672	1채널 - 0,5-10 µl - 2-20 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl	96개의 팁이 포함된 트레이 랙 - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl	선형 스탠드(비충전)
Tacta® Pipette 4-pack 100 LH-729673	1채널 - 0,5-10 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl	96개의 팁이 포함된 트레이 랙 - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl	선형 스탠드(비충전)
Tacta® Pipette 5-pack 10 LH-729674	1채널 - 0,5-10 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl - 500-5 000 µl	96개의 팁이 포함된 트레이 랙 - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl 50개의 팁이 포함된 트레이 랙 - 100-5 000 µl	선형 스탠드(비충전)
Tacta® Pipette 5-pack 20 LH-729675	1채널 - 2-20 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl - 500-5 000 µl	96개의 팁이 포함된 트레이 랙 - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl 50개의 팁이 포함된 트레이 랙 - 100-5 000 µl	선형 스탠드(비충전)
Tacta® Pipette 3+1-pack LH-729676	1채널 - 0,5-10 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl 8채널 - 30-300 µl	96개의 팁이 포함된 트레이 랙 - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 5-350 µl - 10-1 000 µl	선형 스탠드(비충전)
Tacta® Pipette 3-pack max LH-729677	1채널 - 100-1 000 µl - 500-5 000 µl - 1 000-10 000 µl	이 포함된 트레이 랙 - 10-1 000 µl - 96 팁 - 100-5 000 µl - 50 팁 - 100-10 000 µl - 35 팁	선형 스탠드(비충전)

## 연락처 정보

본 사 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220  
쉴리드스페이스 8층  
Tel. 031. 622. 5700 Fax. 031. 622. 5799  
대전사무소 | 대전광역시 유성구 온천북로 23 2층  
Tel. 042. 483. 7475 Fax. 042. 826.  
705|20170  
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. 031-739-7555 Fax. 031-739-7676  
서비스센터 | 1600-0288  
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  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen, Germany  
Phone +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289  
www.sartorius.com

