

Sartorius Multipack 구매 시 25% 할인!



싸토리우스 Pipette Promotion

기간 : 2024.11.01 ~ 2024.12.31 까지

Your Key Benefits

- 싸토리우스의 대표 수동피펫 Tacta! 패키지 구성 중 원하시는 제품으로 구매해 주시면 25% 할인 적용해 드립니다.
- 패키지 제품구성 : 각 볼륨 팁 1 tray와 스탠드 포함

신청하기



Tacta

품목번호	품목 구성
LH-729670	Tacta Pipette 3-pack (1ch-10/100/1000)
LH-729671	Tacta Pipette 3-pack (1ch-20/200/1000)
LH-729672	Tacta Pipette 4-pack (1ch-10/20/200/1000)
LH-729673	Tacta Pipette 4-pack (1ch-10/100/200/1000)
LH-729674	Tacta Pipette 5-pack (1ch-10/100/200/1000/5000)
LH-729675	Tacta Pipette 5-pack (1ch-20/100/200/1000/5000)
LH-729676	Tacta Pipette 3+1-pack (1ch-10/200/1000, 8ch 300)
LH-729677	Tacta Pipette 3-pack max (1ch-1000/5000/10ml)

Tacta가 선사하는 4가지 Key points!



① 인체공학적 디자인과 가벼운 Pipetting Force



② 전체 고압증기멸균 가능 내구성 높은 재질



③ 정확한 볼륨 조절과 Locking 기능



④ Warranty 2년 제공



Find out more

싸토리우스코리아바이오텍(유)
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쉐리드스페이스 8층
E . marketing@sartorius.co.kr
www.sartorius.co.kr