

미생물한도시험용 필터 구매시, 3구 매니폴드 무상 증정 특별 프로모션



기간 : 2025. 10. 31 까지

대상 : Microsart @filter 250 구매 고객

*대상제품: 16D01-25-H6-BK (한정)



프로모션 신청하기 ▲

PROMOTION

Microsart ADD filter 250 (12ea) 구매 시, **3구 Manifold 무상 증정!**



Microsart® @filter

품목번호: 16D01-25-H6-BK (12ea)



FREE!

Microsart® Manifold

품목번호: 168M3-MS (1ea)

미생물 품질시험의 기준, Sartorius Vacuum Filtration System



Microsart® Manifold



- 미생물한도시험, 무균시험, 미세 잔류물 시험 등에 활용 가능한 여과 장치
- 교차 오염을 최소화 시키는 Venting 기능
- Full Autoclave 가능한 Full SS 316 L 재질
- Compact한 디자인으로 효율적인 Foot print

미생물 품질 관리를 위한 솔루션

제약(바이오)산업은 환자의 건강과 직접적인 연관성을 갖고 있기 때문에 중대한 책임이 따릅니다.

사토리우스는 샘플링 공정과 미생물 품질관리를 수행하는데 있어 개개인의 안전성을 확보하고 제약업체에 요구되는 규정을 준수할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다.

사토리우스의 미생물 품질관리 솔루션을 활용하여 실험실 내에서 일상적으로 발생하는 실험을 수행하고, 글로벌 표준에서 요구하는 안전성과 적합성을 확보하여 규정에 맞게 대응하시기 바랍니다.

준수성

미생물 한도 시험

USP<61>, <62>, <1231>

Touch-free 방식의 멤브레인 이송 방식으로 교차 오염의 위험 없이 샘플 내 생균수를 보다 정확하게 확인



미생물 신속 검출

USP<63> | Ph. Eur. 2.6.7 | USP<1071>

배양법으로 14 ~ 28일이 소요되던 마이코플라스마, 세균, 진균 검출을 qPCR을 통해 단 3시간 이내로 결과 확인



무균 시험

USP <71> | EP 2.6.1 | Ph. Eur. 2.6.1 관련

교차오염 방지를 위한 무균적 샘플링을 통해 검체의 무균성 확인



미생물 환경 모니터링

USP <1116> EU GMP Annex1 관련

최대 8시간 연속 클린룸 내 부유균 모니터링 가능



효율성

정확성

안전성

사토리우스코리아바이오텍(유)

경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쉐리드스페이스 8층

☎ 031. 622. 5700 ✉ marketing@sartorius.co.kr 🌐 www.sartorius.co.kr