

싸토리우스 Microsart Manifold 보상판매 프로모션

기존 장비를 인증하고 새로운 미생물 한도 시험 여과 시스템을 마련하세요!

품질관리 미생물 한도 시험의 편의성을 극대화할 단 한 번의 기회! 노후화된 매니폴드를 보유하고 계신 모든 고객분들께 Microsart® 3-branch Manifold 15% 추가 할인과 Microsart® @filter 1box 무상 증정 혜택을 드립니다.

Microsart® 3-branch Manifold

15% 할인

+

Microsart® @filter250

1박스 무상 제공

기간: 2026년 9월 7일~11월 30일
(기간 내 영업기회 진행 건 기준)

대상: 노후화된 매니폴드를
보유하고 있는 모든 고객사



Microsart® 3-branch Manifold



Microsart® @filter250

제품의 특징점

미생물한도시험, 무균시험,
미세잔류물 시험 등에
활용 가능한 여과장치

교차 오염을 최소화 시키는
Venting 기능

Full Autoclave 가능한
Full SS 316L 재질

Compact한 디자인으로
효율적인 Foot print

- 본 프로모션은 지정 기간 내 영업 기회 등록 건에 한하여 적용됩니다.
- 해당 프로모션은 조기 소진 시 변경되거나 종료될 수 있습니다.

프로모션 대상 제품 및 혜택

구매 품목 (Material)	구매 모델명 (Description)	프로모션 혜택
168M3-MS	3 branch Microsart® Manifold for Microsart® consumables, interconnectable	15% 추가 할인
16D01-25-H6-BK	Microsart® @filter, Cellulose Nitrate, 0.45 µm Highflow, white with black grid (250 ml, sterile, in bags of 48 units)	3구 매니폴드 구매 시 1box 무상 제공