

Sartorius Multistation 무상대여 프로모션

Multistation 무상 대여로 연구실 여과 환경을 업그레이드하세요.

반복되는 여과 작업, 이제 기다리지 마세요. Sartolab RF 연간 20박스 이상 정기 사용 고객님께 최대 6개 샘플을 동시 여과할 수 있는 **Multistation**을 무상으로 대여해 드립니다.

Sartolab RF 품목 연간 20박스 이상
3년 사용시

Multistation 무상 대여

(계약서 작성 조건)

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

대상: 모든 고객사
(협력업체의 경우 End user 연결 시 참여 가능)



제품의 특징점

Bottle top filter를 체결하여
최대 6개의 샘플 동시에 여과 가능

각각의 필터 유닛에 진공 상태
유지 가능

공간 절약형 디자인

50ml부터 1000ml 까지
모든 용량의 Sartolab 거치 가능

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

프로모션 대상 제품

구매 품목 (Material)	구매 모델명 (Description)
180D03-E	Sartolab® RF 250, PES, 0.1μm, 12pk
180D05-E	Sartolab® RF 1000, PES, 0.1μm, 12pk
180E01-2	Sartolab® RF 50, PES, 0.22μm, 24pk
180E01-E8	Sartolab® RF 50, PES, 0.22μm, 96pk
180E02-E	Sartolab® RF 150, PES, 0.22μm, 12pk
180E03-E	Sartolab® RF 250, PES, 0.22μm, 12pk
180E04-E	Sartolab® RF 500, PES, 0.22μm, 12pk
180E05-E	Sartolab® RF 1000, PES, 0.22μm, 12pk
180F01-2	Sartolab® RF 50, PES, 0.45μm, 24pk
180F01-E8	Sartolab® RF 50, PES, 0.45μm, 96pk
180F02-E	Sartolab® RF 150, PES, 0.45μm, 12pk
180F03-E	Sartolab® RF 250, PES, 0.45μm, 12pk
180F04-E	Sartolab® RF 500, PES, 0.45μm, 12pk
180F05-E	Sartolab® RF 1000, PES, 0.45μm, 12pk