

써보면 다른 품질, 쓰던 시린지 필터 가져오면 +1박스 더!

Minisart® 고객 감사 보상 이벤트: 타사 필터 제공 시 Minisart K-Pack +1박스 추가 증정

ex) 타사 Syringe filter 2박스 제공 시, Minisart 3박스 제공

지금 사용 중인 주사기 필터의 성능에 만족하시나요? 사용 중인 타사 필터를 보내주시면,
독보적인 프리미엄 품질의 **Minisart®**를 +1박스 더 얹어 드립니다. 총 200박스 한정으로 진행되는 특별한 기회를 놓치지 마세요!

1박스 수량으로

Minisart 무상 제공

(200박스 한정)

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

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

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



제품의 특징점

넓은 유효 막면적

- 더 빠른 유속과 처리량

다양한 membrane 재질과
사이즈로 넓은 선택의 폭

HPLC Certification 보유