

Arium Series 특별 프로모션



기간 : 2025. 05. 01 ~ 2025. 08. 31

대상 : Arium Series를 구매하시는 모든 고객



프로모션 신청하기 ▲

초순수제조장치와 함께하면 최대 30% 혜택!

EVENT 1

Arium 초순수제조장치 구매 시

20%
할인!

EVENT 2

저울·피펫·필터와 함께 구매 시

예) 저울 + 피펫 함께 구매 시 = 10% 추가 할인



Weighing



Pipette



Membrane filter

각 5%
추가 할인!

Arium Mini Series



- 1차수 & 3차수 생산가능
- Bagtank 시스템으로 Cleaning 필요 없음
- 빠른 채수 속도 1L/min
- 터치스크린으로 손쉬운 사용
- 작고 실용적인 디자인

Arium Comfort Series

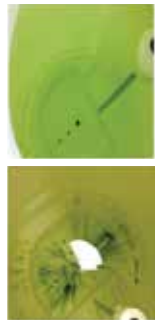


- 1차수 & 3차수 생산가능
- Lowest TOC < 2ppb
- 혁신적인 소프트웨어로 일정 수질 보장
- 분당 2L 초순수 생산
- 손쉬운 터치 패널 방식 시스템 도입
- 지능적인 알람 시스템 기능

싸토리우스 VS 타사 탱크 비교



Tank 50 Liter



- 약 10만 원대(1년)_Bag 저렴한 교체비용
- 오염을 최소화 하여 필터의 수명을 보장

Cost

- 약 50만 원대(1년)-Vent Filter 교체비용
- 오염으로 필터의 수명 단축

- 외부의 공기가 완벽히 차단되어 VOC, Bacteria, 파티클 및 CO₂ 오염으로부터 보호

Contamination

- 탱크내부의 오염을 육안으로 확인이 불가
- 내부 확인 시 녹조 및 유기물 지속적 오염

- 클리닝이 필요 없는 편리한 유지관리
- 교체형 bag tank

Cleaning

- 클리닝이 주기적으로 필요, 오염되기 쉬움
- 화학적인 세척 필수, Cl₂ 및 NaOH 잔류