



초순수 제조장치 프로모션

기간 : 2023.12.31 까지

SARTORIUS

소모품 다 드려요~ 보상판매 더 드려요!

FREE!



Bag



Cartridge



Pre-Filter



Softner



Final Filter

세계 최초 핫 트렌드 Single use Bag 내장,
내부 오염 걱정 없는 초순수를 사용해 보세요!



추가 30% 할인



Your Key Benefits

필수 소모품 무상 제공

장비 최초 구매시 필수 소모품 무상 제공
(Comfort & mini plus 소모품 최대 170만원 상당)

보상 판매 장비 추가 30% 할인

명함

가까운 사토리우스 대리점 또는 아래 연락처로 문의 주세요!

T. 031.622.5785

E. marketing@sartorius.co.kr

■ 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 가능

싸토리우스 VS 타사 탱크 비교

| | | |
|---------------|---|---|
| Tank 50 Liter |  |  |
| Cost | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 약 10만원대(1년)_Bag 저렴한 교체비용 ▪ 오염을 최소화 하여 필터의 수명을 보장 | <p>약 50만원대(1년)_Vent Filter 교체비용 오염으로 필터의 수명 단축</p> |
| Contamination | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 외부의 공기가 완벽히 차단되어 VOC, Bacteria, 파티클 및 CO₂오염으로부터 보호 | <p>탱크내부의 오염을 육안으로 확인이 불가 내부 확인 시 녹조 및 유기물 지속적 오염</p> |
| Cleaning | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 클리닝이 필요 없는 편리한 유지관리 ▪ 교체형 bag tank | <p>클리닝이 주기적으로 필요, 오염되기 쉬움 화학적인 세척 필수, Cl₂ 및 NaOH 잔류</p> |
| Flow Rate | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3L/min (내부펌프가 있어 빠른 채수 가능) | <p>자연압(느린 속도)으로 채수 하며 탱크의 높이가 중요함</p> |

QR
CODE

Find out more

싸토리우스코리아바이오텍(유)
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쉐리드스페이스 8층
E . marketing@sartorius.co.kr
www.sartorius.co.kr