



# 초순수 제조장치 관리의 定石(정석)

SARTORIUS

기간: 2024.04~

연간 교체 필요 소모품 할인 받을 수 있는 방법!

## “ACM & TMS” 서비스

신청하기 ▶



### ACM(Annual Consumables Management)

- 연간 방문  
(Comfort Series - 4회, mini, pro, advance series - 2회)
- 1년간 소모품 제공 및 교체 서비스
- 장비 외관 검사 (Visual Inspection)
- 서비스 리포트의 발행
- 누수 시험

\*해당 서비스 이용 시 추후 장비 보상판매 30% 할인 가능

### TMS(Total Maintenance Service)

- 연간 방문  
(Comfort Series - 4회, mini, pro, advance series - 2회)
- 1년간 소모품 제공 및 교체 서비스
- 1년간 Warranty 서비스\_Service Part 무상 교체(\*)
- 오염된 튜브 교체 서비스(1회)
- PM Document 제공
- 장비 외관 검사 (Visual Inspection)
- 전도도/온도 센서 검증 - 생산수 유량 검증
- 시스템 내부 압력 검증
- 누수 시험
- 테스트 리포트 발행(Raw Data 첨부)
- 시험 시 사용되는 모든 Reference tool 의 Certificate 제공
- Maintenance test 수행 엔지니어의 Certificate 제공

\*설치 후 5년 이내 가입 가능하며 계약 연장은 가능

\*해당 서비스 이용 시 추후 장비 보상판매 30% 할인 가능

\*단, 고객 과실 파손 및 소모품은 Warranty 대상에서 제외

## 초순수 제조장치 소모품 교체의 필요성

일반적으로 순수/초순수 제조장치에 사용되는 카트리지는 활성탄소, 이온교환수지, 입자제거 필터 합성수지 등으로 구성되며, 장시간 사용할 경우(물이 들어있는 상태로 장시간 방치하거나 사용할 경우) 미생물이 증식할 수 있습니다. 이러한 미생물은 TOC (Total Organic Carbon)의 증가로 확인할 수 있습니다.

### 수명이 다한 카트리지 or 미생물 증식으로 인한 높은 TOC는 ...

- 정제수 내 유기물의 존재로 인하여 분석결과 Baseline이 불안정 해집니다.
- HPLC 시스템과 컬럼을 오염시켜, 분리능이 저해되고 컬럼의 수명이 단축됩니다.
- 세포배양시, 미생물 오염은 박테리아 증식이나 독성을 띠어 세포의 성장을 방해하거나 비정상적으로 촉진 합니다.
- 일부 전하를 띤 유기물질은 complexants로 작용하여 ILC에 의한 이온 분석 시간섭을 일으킵니다



Find out more