



초순수 제조장치 무상점검 Promotion



초순수 제조장치 무상점검 요청 하고
스타벅스 GIFT CARD 받아주세요!



arium® mini



arium® comfort



arium® smart station

대상 | Sartorius 초순수 제조장치를 구매하셨던 모든 고객

내용 | 무상점검 요청 시 스타벅스 Gift card 1만원권 증정

기간 | 선착순 100명 소진 시 까지

신청하기 ▶



Your Key Benefits

- 초순수 제조장치의 정기적인 점검을 통해 생산수의 품질을 신뢰 할 수 있으며 원활한 가동상태를 유지 할 수 있습니다.
- 체계적인 관리를 통해 장비 운용과 관리의 편의성을 증진시킬 수 있습니다.

명함

가까운 싸토리우스 대리점 또는 아래 연락처로 문의 주세요!

T. 031.622.5785

E. marketing@sartorius.co.kr

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