

Agilent Seahorse XF 분석기의 오염 제거를 위한 권장 사항



XF, XFe, XF Pro, XFp, XF HS Mini 플랫폼을 비롯한 Agilent Seahorse XF 기기 오염 제거를 위한 증기화 과산화수소(VHP) 사용이 검증되었습니다. VHP 사용은 기기에 손상을 입히지 않으며, 아래의 권장 사항을 따르면 보증 서비스에도 영향을 미치지 않습니다.

오염 제거 절차는 인증받은 공급업체가 수행할 것을 권장합니다. 구체적인 공급업체 권장사항은, cellanalysis.support@agilent.com으로 이메일을 보내 세포 분석 기술 지원팀에 문의하세요.

오염 제거 작업은 공급업체의 표준 프로토콜에 따라 수행됩니다. 일단 기기의 커버를 열거나 제거된 상태에서 분석기를 비닐백으로 완전히 덮고 테이프로 밀봉해야 합니다. VHP는 제어된 습도(RH ≤60%)와 공기 흐름으로 밀봉된 비닐백에 1시간 동안 주입됩니다. 1시간 후 비닐백을 열고 증기가 사라지도록 합니다.

애질런트는 기기의 적절한 성능 확인을 위해 오염 제거 전/후 XF 분석을 수행해 보았습니다. VHP 노출은 Seahorse XF Analyzer 구성품에 물리적 손상을 입히지 않으며, 위의 권장 사항을 따랐을 경우 기능에도 영향을 미치지 않습니다.

www.agilent.com/chem/discoverxf

연구 용도로만 사용하십시오. 진단 용도로는 사용하지 않습니다.

RA44477.5736574074

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2019, 2021
2021년 10월 22일 한국에서 인쇄
5991-9152KO

한국애질런트테크놀로지스(주)
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,
A+ 에셋타워 9층, 06621
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)
팩스: 82-2-3452-2451
이메일: korea-inquiry_lsca@agilent.com