

# Agilent Seahorse XF 하이드로부스터를 이용한 Agilent Seahorse XFe96/XF Pro 센서 카트리지 하이드레이션 방법

## Agilent Seahorse XF96, XFe96, XF Pro 분석기용



센서 카트리지는 XF 분석 플랫폼의 중요한 구성 요소입니다. 센서 카트리지의 각 프로브 팁에는 고체 상태의 센서 물질이 발라져있으며, pH와 O<sub>2</sub> 농도의 시간에 따른 변화를 감지해 그 비율을 계산하게 됩니다. 센서가 올바르게 작동하려면 완전히 하이드레이션 되어야 합니다.

이 문서는 Agilent Seahorse XF 하이드로부스터를 사용하여 XF 분석 전 센서 카트리지를 준비하여 하이드레이션 및 데이터 품질을 향상시키는 방법에 대해 설명합니다. 이 방법은 하이드레이션 중에 센서 아래에 기포가 형성되는 것을 방지하기 위해 고안되었으며, 이를 방지하지 않을 경우 XF 데이터 품질 및 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.

### 중요 참고

- 이 절차는 XF 분석에 센서 카트리지를 사용하기 하루 전에 수행해야 합니다
- XF 하이드로부스터는 센서 카트리지의 약물 포트에 로딩하기 전에 제거해야 합니다
- XF 하이드로부스터는 분석기에 넣을 수 없습니다

이 참고 사항을 따르지 않을 경우 분석 결과가 부정확할 수 있습니다.

### 재료

다음과 같은 Agilent Seahorse XFe96, XFe96/XF Pro, XF Pro M FluxPaks 구성:

1. 다음을 포함하는 Agilent Seahorse XFe96/XF Pro Extracellular Flux 분석 키트:
  - 카트리지 덮개
  - 센서 카트리지
  - 하이드로부스터
  - 유틸리티 플레이트

2. Agilent Seahorse XFe96, XFe96/XF Pro, 또는 XF Pro M 세포 배양 마이크로플레이트
3. Agilent Seahorse XF 캘리브레이션 용액(500mL)

#### 필수지만 포함되어 있지는 않음

- 200μL 피펫 및 팁
- 50mL 코니칼 튜브
- 37°C NonCO<sub>2</sub> 인큐베이터

## 절차

### 실험 하루 전, 절차

1. Seahorse XFe96/XF Pro Extracellular Flux 분석 키트를 열고 내용물을 꺼냅니다.
2. 센서 카트리지를 뒤집어 유틸리티 플레이트 옆에 놓습니다.
3. 유틸리티 플레이트의 각 well에 200μL의 XF 캘리브레이션 용액을 채웁니다.
4. XF 하이드로부스터를 유틸리티 플레이트 상단에 놓고, XF 하이드로부스터를 아래로 밀어 유틸리티 플레이트와 단단히 조립되었는지 확인합니다.
5. 센서 카트리지를 XF 하이드로부스터 플레이트의 입구를 통해 유틸리티 플레이트로 내려 XF 캘리브레이션 용액에 센서를 담급니다(그림 1).

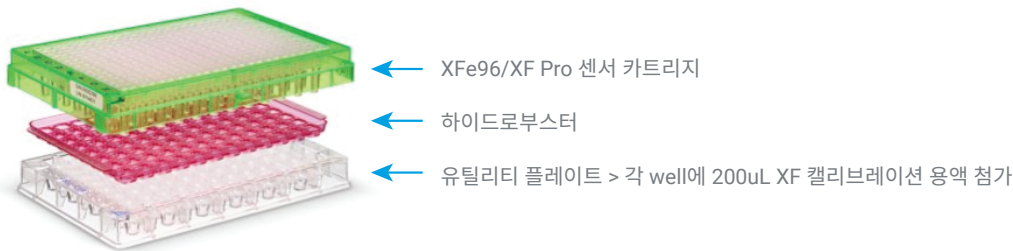


그림 1. Agilent Seahorse XF Pro 하이드로부스터와 Agilent Seahorse XFe96/XF Pro 센서 카트리지 및 유틸리티 플레이트의 조립.

6. XF 캘리브레이션 용액의 높이가 센서를 잠기게 할 만큼 충분히 높은지 확인합니다.
7. 37°C nonCO<sub>2</sub> 인큐베이터에 하룻밤 놓습니다. XF 캘리브레이션 용액의 증발을 방지하기 위해 인큐베이터를 가습 처리해야 합니다.

### 실험 당일

1. XF 하이드로부스터 및 유틸리티 플레이트와 함께 조립된 센서 카트리지를 인큐베이터에서 꺼냅니다.
2. 센서 카트리지를 뒤집어 유틸리티 플레이트 옆에 놓습니다.
3. 한 손으로 유틸리티 플레이트를 잡고, 다른 한 손으로 XF 하이드로부스터의 한쪽 모서리를 들어 올려 제거합니다.
4. 센서 카트리지를 다시 유틸리티 플레이트에 놓고 필요에 따라 화합물을 포트에 로드합니다. 캘리브레이션을 위해 XFe96 분석기에 넣습니다.

[www.agilent.com/chem](http://www.agilent.com/chem)

연구 용도로만 사용하십시오. 진단 용도로는 사용하지 않습니다.

RA44532.6275578704

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2022  
2022년 1월 11일, 한국에서 인쇄  
5994-4361KO

한국에질런트테크놀로지스(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

 **Agilent**  
Trusted Answers