

Octet® Academy for Advanced Users

싸토리우스 에서 Epitope Binning 에 대한 심화교육을 진행합니다.

#High-Throughput #AdvancedCourse #Epitope Binning



교육 일정

2025년 10월 29일 (수) 09:50 ~ 15:30



교육 장소 - 싸토리우스코리아 Training Center

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D 센터 A동 5층

*주차장이 협소하니 대중교통 이용해 주시면 감사하겠습니다.



교육 대상

기존 Octet® Academy 를 이수했으며,
Epitope Binning 실험을 시작하는 연구자



신청방법

QR 스캔 후 정보 입력 !



◀ Scan Me



AGENDA

09:50 ~ 10:00	Registration
10:00 ~ 10:50	Epitope Binning 이론 교육
11:00 ~ 11:50	장비 시연 및 소프트웨어 교육
12:00 ~ 13:00	점심 (식사제공)
13:00 ~ 13:50	연구소 투어
14:00 ~ 14:50	시연 결과 분석
15:00 ~ 15:30	Q&A and Closing

본 교육은 '아크로바이오시스템즈' Acro®에서 분석시료를 협찬받아 진행합니다.