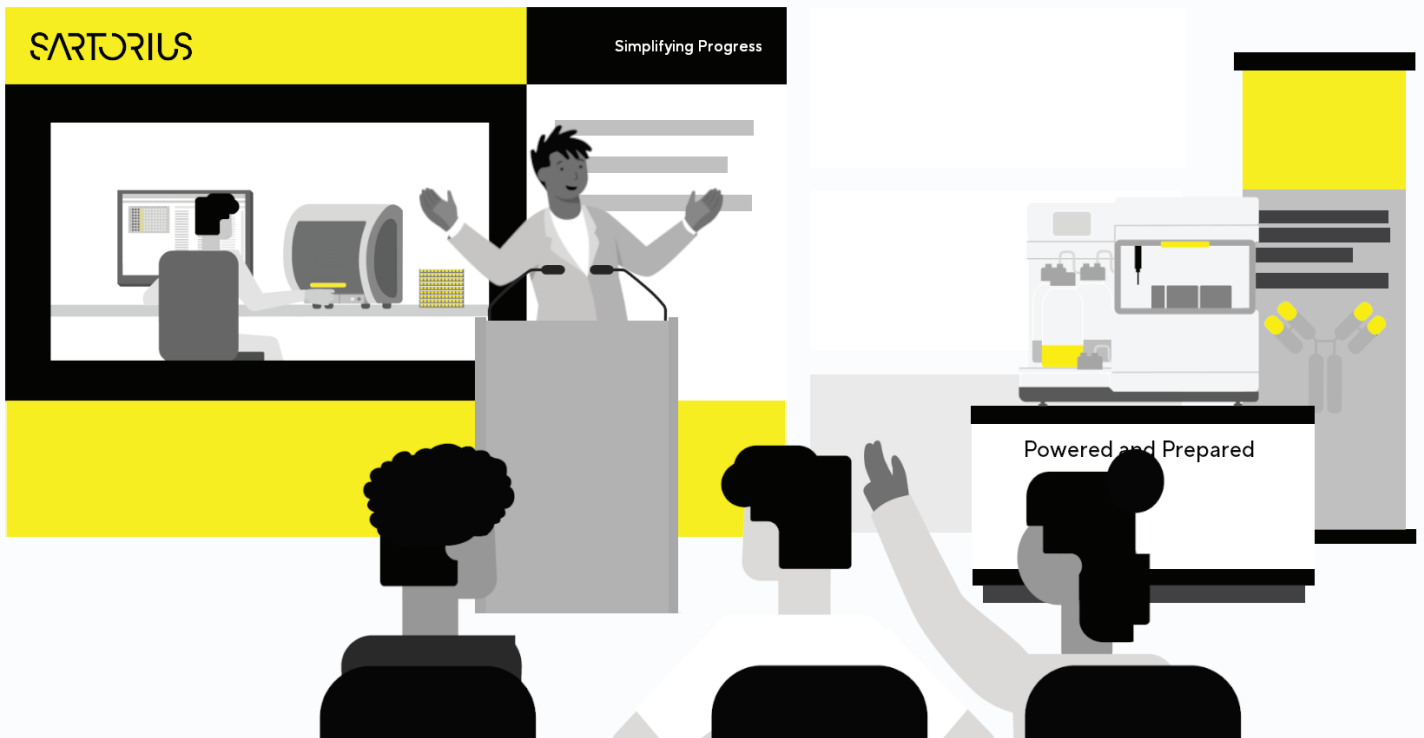


Octet® Kinetic Academy for Beginners

싸토리우스 에서 BLI 결합력측정 에 대한 기초교육을 진행합니다.
#Binding Affinity #Binding Kinetics #High-throughput #선착순30명



교육 일정

2025년 5월 21일 (수) 09:30 ~ 16:00



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

Octet® 을 이용한 결합력 측정 실험을 시작하려는 연구자



신청방법

QR 스캔 후 정보 입력 !



◀ Scan Me



AGENDA

09:30 ~ 10:00	Registration
10:00 ~ 12:00	BLI 이론 및 Application 교육
12:00 ~ 13:00	점심 (식사제공)
13:00 ~ 15:30	장비 시연, 구동 및 소프트웨어 교육
15:30 ~ 16:00	Closing