

SARTORIUS 3D BioPrinter 시연 EVENT 🎁

당신의 생각을 현실로 만들어 드립니다!

3D 바이오프린터를 신청하신 연구실 내에 설치하여 체험해 보세요. 하단의 QR코드를 통해 신청 가능합니다.



◀ 3D BioPrinter 시연 신청하기



바이오잉크의 특성에 따라 6가지 종류의 프린트 헤드를 쉽게 교체하여 사용할 수 있습니다.



Pneumatic Printhead (공압식)

압력을 사용하여 프린팅을 합니다.



Temperature-Controlled Printhead

온도에 민감한 소재를 프린팅 합니다.



Thermoplastic Printhead

열가소성 재료를 프린팅 합니다.



EMD Printhead

낮은 점도의 소재를 인쇄합니다. (Droplet)



Syringe Pump Printhead

일정한 볼륨으로 정밀한 인쇄를 합니다.



PhotoCuring Printhead

다양한 UV로 표적 가교결합이 가능합니다.

Clean Chamber Technology

2개의 HEPA 필터와 UV-C 살균 라이트를 활용한 클린 챔버 기술이 탑재되어 있습니다.

All-In-One Compact System

BSC 내 설치 가능한 콤팩트한 크기로 추가 구성없이 온도, 압력 조절이 가능합니다.

