



# 품질경영시스템 인증서

품질경영시스템에 대한 IAF의 국제다자간상호인정협정(MLA)가입 인정기관에 의한 인정

인증번호 : KQA-Q132740

회사명 : 싸토리우스코리아바이오텍(주) 대표자 : 김덕상

사업자등록번호 : 129-81-83994

소재지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 220  
솔리드스페이스 8층

위 업체에 대하여 아래와 같이 품질경영시스템을 인증합니다.

적용표준 : ISO 9001:2015 / KS Q ISO 9001:2015

인증범위 : 제약정제용 필터, 제약용 발효기, 바이오프로세스 관련 제품  
및 공정에 대한 설계/개발, 판매, 공정유효성컨설팅, 기술지원  
및 엔지니어링 서비스

최초인증 : 2012년 3월 9일

유효기간 : 2021년 3월 7일 ~ 2024년 3월 6일

발행일자 : 2020년 9월 18일 (인증갱신)

한상술

심사반장

송종철

원장

한국품질보증원



한국품질보증원(KQA)는 한국인정지원센터(KAB)로부터 품질보증체제 인증기관으로 인정(인정번호 : KAB-QC-05) 받았습니다.

한국품질보증원 소재지 : 14034 경기도 안양시 만안구 만안로 49, 2층 (안양동, 호정타워)