



BeckmanConnect 원격 지원의 보안

BeckmanConnect Remote Support는 고객이 네트워크 엔드포인트에 접근할 수 있고 고객이 관리자 권한을 가진 모든 Beckman Coulter 네트워크 연결 기기 컨트롤러 PC에 설치할 수 있습니다.

BeckmanConnect 원격 지원의 기능은 다음과 같습니다.

- 시스템 구성 문제 또는 장비 성능/고장에 대한 알림
- 액세스가 제한된 사용자 지정 버전의 TeamViewer 및 정책을 통한 고객 주도 원격 지원
- 새로운 기능을 설치하려면 BeckmanConnect에 사용 가능한 업그레이드가 있는지 확인하십시오.

이 문서에서는 BeckmanConnect 원격 지원의 보안 기능에 대한 정보를 제공합니다.

구성 요소

TeamViewer 클라이언트



사용자 정의되고 액세스가 제한되며 정책으로 보호되는 TeamViewer 설치로, 실험실 기술자가 연결을 시작하고 승인한 후 현지 Beckman Coulter 지원 담당자만 시스템에 대한 원격 지원이 가능합니다. TeamViewer는 서비스로 실행되며 운영 체제 내에서 바로 가기를 사용할 수 있습니다. 클라이언트는 항상 실행되도록 구성되며 TeamViewer 서버와 통신합니다.

알림 클라이언트



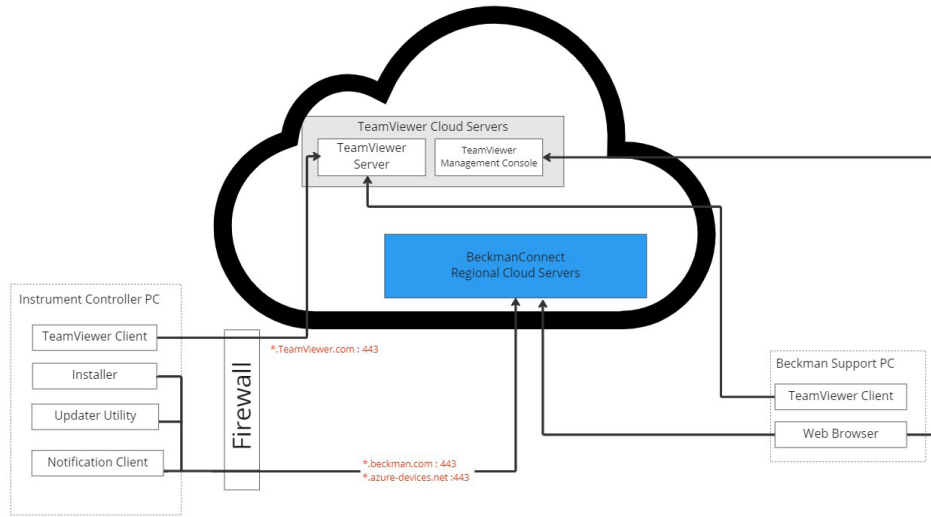
소프트웨어 및 장비 상태에 대한 실시간 알림을 장비 컨트롤러 PC에 제공하고 활성 시스템 알림을 기록하는 소프트웨어 서비스입니다.

BeckmanConnect 업그레이드 유틸리티



BeckmanConnect 진단 지원 구성 요소에 대한 소프트웨어 업데이트를 모니터링하고 업그레이드를 설치할 수 있을 때 사용자에게 알리는 소프트웨어 서비스입니다.

시스템 아키텍처



보안 개요

소프트웨어 구성 요소 보안

	알림 클라이언트 업데이트 프로그램 설치 프로그램	TeamViewer 클라이언트 설치 프로그램
전송 중 암호화	SSL/TLS 1.2	AES 256비트 세션 암호화
인증	각 장치에 고유한 AES 256비트 암호화 키	세션에 대한 RSA 4096비트 키
대상 방화벽 규칙	Beckman 클라우드 서버 아웃바운드: *.beckman.com:443(중국 이외 지역) *.azure-devices.net:443 (중국 이외 지역) *.mybeckman.cn:443(중국) *.azure-devices.cn:443(중국)	TeamViewer 클라우드 서버 아웃바운드 *.teamviewer.com:443
코드 서명	Digicert	

서버 보안

	Beckman 서버	TeamViewer 서버
전송 및 저장되는 데이터	등록: 등록자의 이메일 및 이름, 장비, 장비 ID 및 일련 번호 지속: 온라인 상태 최신 멀웨어 방지 소프트웨어 서버 측에서 검사한 모든 데이터	장비 ID, 일련 번호, 온라인 상태/기록, 세션 및 세션 이벤트 로그
휴지 상태 암호화	256비트 AES	민감 데이터 AES/RSA 2048비트 암호화
액세스 제한	Beckman SSO를 통해 현지 개인 정보 보호 규정(예: GDPR, HIPAA)에 대해 교육을 받은 Beckman 지원 직원으로 제한되는 데이터 액세스	현지 개인 정보 보호 규정(예: GDPR, HIPAA)에 대해 교육을 받은 Beckman 지원 직원으로 제한되는 데이터 액세스
대역폭 요구 사항	6Mbit 이상 권장	
데이터 센터	ISO/IEC 27001 인증 GDPR 준수	
침입 방지	침입 탐지 소프트웨어 존재	새 위치에서 인증하려면 이메일 확인이 필요

원격 데스크톱 공유 보안

원격 지원 기능을 활성화하기 전에 IT 요구 사항을 철저히 검토하고 서비스 약관에 동의해야 합니다. BeckmanConnect Remote Support는 다음과 같은 보안 기능이 포함됩니다:

- 액세스는 고객의 지역에 적용되는 데이터 및 개인 정보 보호 지침을 이해하기 위한 교육을 받은, 인증된 Beckman Coulter 직원으로 제한됩니다.
- Beckman Coulter 서비스 및 지원 조직 외부의 소스에서 장비에 액세스하는 것을 방지하기 위해 TeamViewer 연결 허용 목록이 배포됩니다.
- 클라이언트 내에서 TeamViewer 연결 요청 발신 및 회의 기능은 비활성화되었습니다.
- TeamViewer는 각 연결에 대해 고유하게 생성된 8자 이상의 비밀번호를 제공합니다. 이 암호는 각 세션마다 변경되며 지수 암호 잠금을 통해 무차별 암호 대입 공격 보호를 제공하여 무단 연결을 방지합니다.
- 보안 TeamViewer 세션의 인증에 성공한 후 사용자는 TeamViewer 클라이언트를 통한 화면 보기, 원격 제어 또는 파일 전송 요청을 수동으로 승인해야 합니다. 연결 요청 및 파일 전송은 감사를 위해 TeamViewer 보안 서버에 기록됩니다.
- 참고: 현재 원격 세션 중 파일 전송은 개인 건강 정보가 포함된 장비 컨트롤러 PC(Navios EX, DxFLEx, Data Innovations Instrument Manager, AQUIOS CL, CellMek SPS, Navios)에서 사용할 수 없습니다. 추후 릴리스에서 이 기능을 사용할 수 있게 되는 경우, 사용자가 업데이트를 다운로드하고 설치 중에 새 기능을 승인해야 활성화됩니다.



© 2025 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks mentioned herein are trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

For Beckman Coulter's worldwide office locations and phone numbers, please visit Contact Us at beckman.com
2023-GBL-EN-100961-v2

