



BeckmanConnect 원격 지원 자주 묻는 질문(FAQ)

이 문서는 자주 묻는 질문에 대한 답변을 담고 있습니다. 추가 질문이 있는 경우 connect@beckman.com으로 문의하시기 바랍니다.

FAQ 색인

기능

- F1. BeckmanConnect 원격 지원으로 무엇이 설치됩니까?
- F2. BeckmanConnect 원격 지원은 어떻게 작동합니까?
- F3. 실험실에서 BeckmanConnect 원격 지원을 어떻게 활용할 수 있습니까?
- F4. 실험실 사용자가 장비 컨트롤러 PC에 원격으로 연결할 수 있습니까?
- F5. 의료 기기에서 원격 데스크톱 공유 세션 중에 파일 전송 기능을 사용할 수 있습니까?

알림

- N1. 알림 기능은 어떻게 작동합니까?
- N2. 어떤 유형의 알림이 장비로 전송됩니까?
- N3. 알림 해결에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?
- N4. 장비 컨트롤러 시스템에서 해결되지 않은 알림 목록은 어디에서 확인할 수 있습니까?
- N5. Windows 알림 센터에는 알림이 표시되지만 BeckmanConnect 알림 클라이언트에는 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
- N6. Vi-CELL Blu Windows 10 시스템이 OS 알림을 수신하지 못하는 이유는 무엇입니까?
- N7. 시스템이 OS 알림을 수신하지 못하는 이유는 무엇입니까?

설치

- I1. BeckmanConnect 원격 지원을 위한 전제 조건이 있습니까?
- I2. 이전 버전의 BeckmanConnect를 이전에 설치했습니다. 업그레이드해야 하나요?
- I3. 이미 TeamViewer 버전이 설치되어 있습니다. BeckmanConnect 원격 지원을 설치하기 전에 이 버전을 제거해야 하나요?
- I4. BeckmanConnect 설치 프로그램에서 정보를 수집합니까?
- I5. BeckmanConnect를 설치하려면 관리자 수준의 운영 체제 액세스 권한이 필요합니까?
- I6. BeckmanConnect 원격 지원을 사용하면 컨트롤러 PC의 성능에 영향을 줍니까?
- I7. BeckmanConnect에 VPN(가상 사설망)이 필요합니까?
- I8. BeckmanConnect가 설치된 컴퓨터 또는 장치에 고정 IP 주소가 필요합니까?
- I9. 컴퓨터를 재부팅할 때마다 BeckmanConnect 원격 지원 구성 요소를 수동으로 시작해야 하나요?
- I10. 시스템에서 BeckmanConnect를 제거하고 싶습니다. 어떤 단계를 따라야 하나요?
- I11. BeckmanConnect 원격 지원 설치 프로그램이 설치를 완료할 수 없는 이유는 무엇입니까?
- I12. 인터넷에서 Beckman Coulter 장비 컨트롤러의 IP 주소에 액세스할 수 있어야 하나요?
- I13. 승인 확인란 위의 콘텐츠가 설치 프로그램에서 로드되지 않는 이유는 무엇입니까? / 승인 화면에서 '다음'을 클릭할 수 없는 이유는 무엇입니까?
- I14. BeckmanConnect 설치 프로그램으로 설치 중 네트워크 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?
- I15. BeckmanConnect 설치 프로그램에서 제 장비가 적합하지 않다고 하는 이유는 무엇입니까?
- I16. BeckmanConnect 설치 프로그램이 AQUIOS CL 또는 Vi-CELL BLU Windows 10 PC에서 열리지 않는 이유는 무엇입니까?

보안

- S1. 컨트롤러 PC에 내가 모르게 액세스할 수 있습니까?
- S2. 비의료 기기에서 TeamViewer를 통한 파일 전송이 기록됩니까?
- S3. 원격 데스크톱 세션이 기록됩니까?
- S4. Beckman Coulter 내에서 이 솔루션과 제 장비에 액세스할 수 있는 사람은 누구입니까?
- S5. BeckmanConnect 원격 지원을 통한 통신은 어떻게 이루어집니까? 프록시 서버나 방화벽은 어떻게 됩니까?
- S6. BeckmanConnect는 업계에서 인정하는 보안 및 통신 프로토콜을 사용합니까?
- S7. BeckmanConnect 원격 지원 서버는 GDPR을 준수합니까?
- S8. BeckmanConnect는 바이러스에 대한 보호 기능을 제공합니까?

기능

F1. BeckmanConnect 원격 지원으로 무엇이 설치됩니까?

BeckmanConnect 원격 지원 v2.0 이상을 설치하면 알림 클라이언트, 업그레이드 유틸리티 및 사용자 지정 버전의 TeamViewer가 항상 함께 설치됩니다.

구성 요소에 대한 자세한 정보는 BeckmanConnect 원격 지원 사이트(www.beckman.com/beckmanconnect)에서 제공되는 보안 문서를 참조하십시오.

F2. BeckmanConnect는 어떻게 작동합니까?

BeckmanConnect 원격 지원과 함께 설치되는 3가지 기능은 업그레이드 클라이언트, 알림 클라이언트 및 원격 데스크톱 공유 클라이언트입니다.



알림 클라이언트(항상 설치됨)

고객이 BeckmanConnect 원격 지원 구성 요소 및 장비의 상태에 대한 화면 알림을 받을 수 있습니다. BeckmanConnect 원격 지원 사이트의 알림 문서에서 추가 정보를 검토하십시오 (www.beckman.com/beckmanconnect).



업그레이드 클라이언트(항상 설치됨)

BeckmanConnect 원격 지원 소프트웨어 업그레이드를 통해 새로운 BeckmanConnect 원격 지원 기능을 사용할 수 있는 경우 고객에게 알립니다. 설치 프로그램의 화면 또는 BeckmanConnect 원격 지원 웹 사이트(www.beckman.com/beckmanconnect)를 검토하여 새 기능에 대한 정보를 확인하십시오.



원격 데스크톱 공유 클라이언트 (TeamViewer, 기본적으로 설치됨)

Beckman Coulter 하드웨어 및 애플리케이션 지원 전문가는 원격 데스크톱 공유 기술로 안전한 데스크톱 공유 세션을 설정하여 고객 문제를 해결할 수 있습니다. 시스템 액세스 권한이 부여되면 개인 정보 보호 교육을 받은 Beckman Coulter 운영자가 워크스테이션에 직접 연결하여 향상된 가시성으로 문제를 빠르게 식별하고 신속하게 해결할 수 있습니다. 파일 전송은 비의료 기기에서만 사용할 수 있습니다.

현장 교정이 필요한 경우, 현장 지원 엔지니어가 빠른 현장 해결을 위해 적절한 조치 계획을 세우고 도구 및 관련 부품을 준비할 수 있도록 Beckman Coulter 원격 지원 전문가가 이러한 기능을 통해 필요한 데이터를 보다 효율적으로 수집합니다.

F3. 실험실에서 BeckmanConnect 원격 지원을 어떻게 활용할 수 있습니까?

BeckmanConnect 원격 지원은 시스템 또는 소프트웨어 문제가 발생할 때 빠르고 효율적인 지원을 통해 실험실의 생산성과 시스템 가동 시간을 향상하도록 설계되었습니다. 이 실시간 전문가 지원을 통해 다음과 같이 워크플로 중단 및 관련 비용을 최소화할 수 있습니다.

- 빠르고 효율적인 문제 해결
- 장비 가동 시간 증가
- 실험실 및 운영자 생산성 향상
- 원활한 소프트웨어 업그레이드, 재로드 또는 구성 변경
- 시행착오가 없어 작업자의 문제 해결 시간 단축
- 원격 데스크톱 및 파일 공유를 통해 서비스 팀은 심층 진단을 수행하고 문제 해결을 지원할 수 있습니다.
- 현장에서 신속하게 문제 해결(필요한 경우)

F4. 실험실 사용자가 장비 컨트롤러 PC에 원격으로 연결할 수 있습니까?

아닙니다. 장비 데이터의 보안 및 기밀성을 보장하기 위해 원격 액세스는 Beckman Coulter 직원으로 제한됩니다. 원격 액세스 목록에 대한 실험실별 조정은 불가능합니다.

F5. 의료 기기에서 원격 데스크톱 공유 세션 중에 파일 전송 기능을 사용할 수 있습니까?

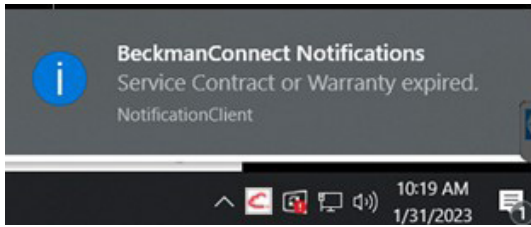
아닙니다. PHI의 기밀성을 보호하기 위해 의료 기기의 파일 전송 기능은 비활성화됩니다. 의료 기기에서 파일 전송을 사용할 수 있는 경우 이 기능은 업그레이드 또는 새로운 설치 중에 설치 프로그램에 기능으로 나열되며, 설치하려면 실험실 승인이 필요합니다.

알림

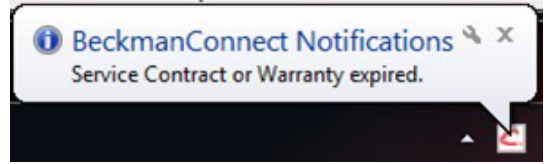
N1. 알림 기능은 어떻게 작동합니까?

메시지는 문제가 감지되면 알림 유형당 하루에 한 번까지 Windows 알림 센터로 전송됩니다. 시스템이 오프라인 상태인 경우, 알림이 생성된 후 24시간 이내에 시스템 재부팅 시 시스템이 온라인 상태이면 Windows 알림 센터에 알림이 표시됩니다. 시스템이 24시간 이내에 온라인 상태가 아닌 경우 다음 메시지가 생성될 때까지 알림은 Windows 알림 센터로 전송되지 않습니다.

Windows 알림 센터로 전송된 메시지는 화면에 잠깐 표시되며 이전에 전송된 메시지는 오른쪽 하단에 있는 메모 아이콘에서 볼 수 있습니다. 알림 클라이언트 인터페이스를 로드하려면 알림 또는 BeckmanConnect 알림



Windows 10

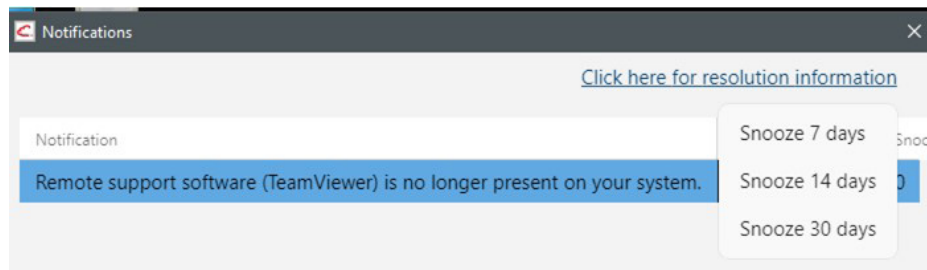


Windows 7

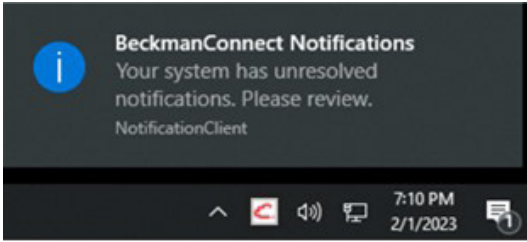
클라이언트 아이콘을 클릭하십시오.

참고: 작업 트레이 아이콘은  를 클릭할 때까지 숨겨질 수 있습니다.

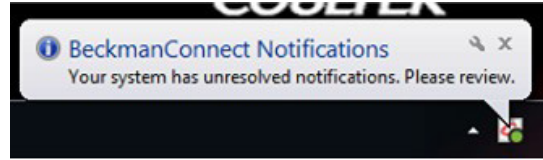
알림 클라이언트 내의 풀다운 메뉴를 사용하여 일정 기간 동안 Windows 알림을 무음으로 설정할 수 있습니다. 연기(다시 알림) 시간을 설정하면 선택한 남은 시간 동안 설정이 잠깁니다.



BeckmanConnect 알림 클라이언트에는 해결되지 않은 모든 알림이 항상 표시됩니다. 해결되지 않은 알림이 있는 경우 사용자는 시작 시 Windows에서 알림을 받습니다. 시스템에 해결되지 않은 알림이 있습니다. 알림에 대한 자세한 내용은 BeckmanConnect 원격 지원 웹 사이트(www.beckman.com/beckmanconnect)의 알림 문서를 참조하십시오.



Windows 10



Windows 7

N2. 어떤 유형의 알림이 장비로 전송됩니까?

계약 만료, BeckmanConnect 구성 문제 및 BeckmanConnect 원격 지원의 사용 가능한 업데이트에 대한 알림이 전송됩니다. 향후 알림은 1) 소프트웨어 및 하드웨어 업그레이드의 가용성, 2) 새로운 교육 기회, 3) 서비스 제공에 관한 것일 수 있습니다. 장비에 대해 BeckmanConnect 진단 지원을 사용할 수 있고 장비가 등록되면 향후 알림에 보류 중인 고장에 대한 예측이 표시될 수 있습니다.

N3. 알림 해결에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?

알림 메시지를 클릭하여 BeckmanConnect 알림 클라이언트를 불러오거나 작업 트레이에서 알림 클라이언트 아이콘을 클릭한 다음 **Click here for resolution information**(해결 방법을 보려면 여기를 클릭하십시오)을 선택하십시오. 알림 클라이언트의 이미지는 N1을 참조하십시오. 또는 www.beckman.com/beckmanconnect를 방문하고 알림 링크를 클릭하여 알림 해결 지침을 검토할 수 있습니다.

N4. 시스템에서 해결되지 않은 알림 목록은 어디에서 확인할 수 있습니까?



작업 트레이에서 알림 또는 BeckmanConnect 아이콘을 클릭하여 활성 알림 목록을 보고 해결 웹 페이지에 대한 링크에 액세스할 수 있습니다.

N5. Windows 알림 센터에는 알림이 표시되지만 BeckmanConnect 알림 클라이언트에는 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

BeckmanConnect 알림 클라이언트에는 해결되지 않은 알림만 표시됩니다. BeckmanConnect 알림 클라이언트 창이 열려 있는 경우 알림 목록을 새로 고치려면 닫았다가 다시 열어야 합니다. 화면 메시지(N1 참조)를 수신한 후 클라이언트에 알림이 표시되지 않는 경우 Windows 알림 센터의 알림은 문제가 해결되기 전 24시간 이내에 생성되었을 수 있으며 PC가 오프라인 상태이기 때문에 전송이 지연되었을 수 있습니다. Windows 알림 목록 내의 메시지는 다시 부팅하거나 클릭할 때까지 유지됩니다.

N6. Vi-CELL Blu Windows 10 시스템이 OS 알림을 수신하지 못하는 이유는 무엇입니까?

일부 Windows 10 시스템에는 알림이 비활성화되어 있습니다. 아래 단계에 따라 알림을 활성화하십시오. 도움이 필요하면 connect@beckman.com으로 문의하십시오.

- a. Vi-CELL Blu 사용 지침에 따라 ViCellAdmin으로 로그인합니다.
- b. 시작 메뉴에서 gpedit를 엽니다.
- c. "로컬 컴퓨터 정책\사용자 구성\관리 템플릿\시작 메뉴 및 작업 표시줄\알림"으로 이동하고 "알림 메시지 끄기"를 사용 안 함으로 설정합니다.
- d. 각 OS 사용자는 알림을 별도로 활성화해야 합니다. 시작 메뉴에서 "알림"을 입력하고 "알림 및 작업" 설정을 선택합니다. "앱 및 다른 보낸 사람의 알림 받기"를 "컴" 위치로 전환합니다.

N7. 시스템이 OS 알림을 수신하지 못하는 이유는 무엇입니까?

시스템에는 OS 알림을 수신하도록 올바르게 구성된 날짜, 시간 및 표준 시간대가 있어야 합니다. 이 설정을 변경한 후 PC를 다시 시작하십시오. 이러한 설정이 올바르고 시스템이 알림을 수신하지 못하는 경우 connect@beckman.com으로 문의하십시오.

설치

11. BeckmanConnect 원격 지원을 위한 전제 조건이 있습니까?

BeckmanConnect 원격 지원에는 .NET Framework 런타임이 필요하며, 컨트롤러 PC에 아직 없는 경우 BeckmanConnect 원격 지원 설치 프로그램을 통해 설치됩니다.

Navios 및 Navios EX Windows 10 시스템의 경우 시스템에 McAfee 바이러스 백신 정의가 업데이트되어 있어야 하며, 그렇지 않으면 바이러스 백신 프로그램이 BeckmanConnect 설치를 차단할 수 있습니다.

12. 이전 버전의 BeckmanConnect를 이전에 설치했습니다. BeckmanConnect 원격 지원으로 업그레이드해야 합니까?

기존 설치는 업그레이드 없이도 계속 작동합니다. 그러나 알림과 같은 새로운 기능을 얻으려면 업그레이드가 필요합니다.

13. 이미 TeamViewer 버전이 설치되어 있습니다. BeckmanConnect 원격 지원을 설치하기 전에 이 버전을 제거해야 합니까?

그렇습니다. BeckmanConnect 진단 지원에서 사용할 수 있는 원격 지원 기능을 설치하기 전에 TeamViewer의 모든 설치(BeckmanConnect v1.0-1.7.3에 의한 설치 제외)를 제거해야 합니다. TeamViewer를 제거하는 동안 **close TeamViewer before uninstalling**(제거하기

전에 TeamViewer 종료) 메시지가 표시되면 작업 트레이 아이콘에서 Exit TeamViewer(TeamViewer 종료)를 선택하는 대신 프롬프트에서 Retry(재시도) 버튼 또는 automatically close application(애플리케이션 자동 종료) 버튼을 눌러 프로그램을 종료하십시오.

시스템에서 TeamViewer 설정이 감지되면 BeckmanConnect 설치가 진행되지 않습니다. 제거 화면에서 메시지가 표시되면 제거를 진행하기 전에 “Remove Settings”(설정 제거) 상자를 선택하십시오. 이 단계를 놓친 경우 TeamViewer를 다시 설치한 다음 “Remove Settings”(설정 제거) 상자를 선택하고 다시 제거하십시오.

14. BeckmanConnect 설치 프로그램에서 정보를 수집합니까?

모든 설치 과정에서 이름, 이메일, 시스템 ID 및 일련번호를 수집합니다. 업그레이드 또는 신규 설치 시 BeckmanConnect 원격 지원 소프트웨어가 수집하는 정보 및 해당 정보가 사용되는 방식에 대한 자세한 내용은 개인정보취급방침을 검토하십시오.

15. BeckmanConnect를 설치하려면 관리자 수준의 운영 체제 액세스 권한이 필요합니까?

그렇습니다. BeckmanConnect 원격 지원을 설치하는 사용자는 설치 중에 관리자 수준의 액세스 권한이 있어야 합니다. 설치 후에는 관리자 액세스 권한 없이 BeckmanConnect 원격 지원을 사용할 수 있습니다.

16. BeckmanConnect 원격 지원을 사용하면 컨트롤러 PC의 성능에 영향을 줍니까?

아닙니다. BeckmanConnect 원격 지원 소프트웨어와 클라우드 서버 간의 통신에는 최소한의 네트워크 대역폭이 필요합니다.

17. BeckmanConnect에 VPN(가상 사설망)이 필요합니까?

아닙니다. VPN을 사용하지 않고 Beckman Coulter 장비 컨트롤러 PC(BeckmanConnect 원격 지원 구성 요소를 통해)에서 필요한 서버로 암호화된 통신 채널이 설정됩니다.

18. BeckmanConnect가 설치된 컴퓨터 또는 장치에 고정 IP 주소가 필요합니까?

아닙니다. BeckmanConnect는 연결을 설정하거나 유지하기 위해 컨트롤러의 IP 주소를 사용하지 않습니다.

19. 컴퓨터를 재부팅할 때마다 BeckmanConnect 원격 지원 구성 요소를 수동으로 시작해야 합니까?

아닙니다. BeckmanConnect 원격 지원의 모든 구성 요소는 운영 체제의 백그라운드에서 실행되며 컴퓨터가 재부팅되면 자동으로 다시 시작됩니다.

110. 시스템에서 BeckmanConnect를 제거하고 싶습니다. 어떤 단계를 따라야 합니까?

- **TeamViewer** 클라이언트만 설치의 경우(BeckmanConnect가 프로그램 추가/제거에 표시되지 않음), 제어판의 프로그램 추가/제거를 사용하여 TeamViewer 클라이언트를 제거하십시오. 그런 다음 connect@beckman.com으로 이메일을 보내 장비의 서비스 기록을 업데이트하여 원격 지원을 사용하지 않도록 설정하십시오.
- **BeckmanConnect** 클라이언트 설치(버전 2.0 이하)의 경우 제어판의 프로그램 추가/제거를 사용하여 BeckmanConnect 및 TeamViewer를 제거하십시오. 프롬프트가 나타나면 BeckmanConnect 등록 해제 프롬프트에서 예를 선택하십시오. TeamViewer가 기기 제어 PC에 남아 있으면 제어판에서 제거하십시오. 제거 시 기기의 서비스 기록이 업데이트되어 원격 지원 가능성이 제거됩니다.

BeckmanConnect 클라이언트 설치(버전 2.0 이상)의 경우 제어판의 프로그램 추가/제거를 사용하여 BeckmanConnect를 제거하십시오. BeckmanConnect 원격 지원을 제거하면 TeamViewer(변경되지 않은 경우) 및 기타 모든 구성 요소가 제거됩니다. 서비스 기록을 업데이트하여 원격 지원을 사용하지 않도록 설정하려면 BeckmanConnect **Unregister**(등록 취소) 프롬프트에서 **Yes**(예)를 선택하십시오. 문제를 해결하기 위해 즉시 다시 설치하는 경우 BeckmanConnect **Unregister**(등록 취소) 프롬프트에서 **No**(아니오)를 선택하십시오. TeamViewer가 장비 컨트롤러 PC에 남아 있는 경우 제어판에서 제거하십시오.

111. BeckmanConnect 원격 지원 설치 프로그램이 설치를 완료할 수 없는 이유는 무엇입니까?

Windows 컨트롤러 PC에 관리자로 로그인되어 있고, 네트워킹 문서에 명시된 대로 컨트롤러가 등록에 필요한 운영 체제를 실행하고 있으며 인터넷 액세스가 가능한지 확인하십시오. 그래도 문제가 발생하면 지원을 위해 connect@beckman.com으로 설치 로그 파일을 보내 주십시오.

112. 인터넷에서 장비 컨트롤러 PC의 IP 주소에 액세스할 수 있어야 합니까?

LAN 외부에서 장비 컨트롤러의 IP 주소가 보이지 않아도 됩니다. 모든 통신은 포트 443을 통해 아웃바운드됩니다.

113. 승인 확인란 위의 콘텐츠가 설치 프로그램에서 로드되지 않는 이유는 무엇입니까? / 승인 화면에서 '다음'을 클릭할 수 없는 이유는 무엇입니까?

Edge 또는 Internet Explorer 11 이상이 설치되어 있고 제어판의 인터넷 옵션에서 TLS 1.2가 사용하도록 설정되어 있는지 확인하십시오.

114. BeckmanConnect 원격 지원 설치 프로그램으로 설치 중 네트워크 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?

설치 프로그램은 Beckman Coulter 서버 및 TeamViewer 서버와 통신할 수 있어야 합니다. 이 오류가 발생하면 PC에서 www.beckman.com 및 www.teamviewer.com에 연결되는지 확인하십시오. 질문이 있는 경우 connect@beckman.com으로 문의하십시오.

I15. BeckmanConnect 설치 프로그램에서 제 장비가 적합하지 않다고 하는 이유는 무엇입니까?

설치 프로그램이 적격 여부를 검증하기 위한 조건은 다음과 같습니다.

- BeckmanConnect 설치 프로그램이 지원되는 지역에 있어야 합니다.
- 지원되는 장비의 일련번호 및 일치하는 시스템 ID를 올바르게 입력해야 합니다.

지원되는 장비 목록을 보려면 해당 국가의 BeckmanConnect 웹 사이트를 방문하십시오.

I16. BeckmanConnect 설치 프로그램이 AQUIOS CL 또는 Vi-CELL BLU Windows 10 PC에서 열리지 않는 이유는 무엇입니까?

BeckmanConnect 설치 프로그램을 실행하려면 먼저 인증서 업데이트 유틸리티를 실행해야 합니다.

www.beckman.com/beckmanconnect 웹 사이트를 방문하고 AQUIOS CL 및 Vi-CELL BLU에 해당하는 등록 버튼을 클릭하여 인증서 업데이트 유틸리티를 받으십시오. 등록 페이지의 지침에 따라 유틸리티를 실행하십시오. 컨트롤러 PC에서 유틸리티가 성공적으로 실행된 후 BeckmanConnect 설치 프로그램을 실행하십시오.

보안

S1. 컨트롤러 PC에 내가 모르게 액세스할 수 있습니까?

원격 지원 세션이 연결되기 전에 실험실 운영자가 연결 요청을 승인해야 합니다. 원격 데스크톱 공유, 원격 제어 및 파일 전송 세션(비의료 장비)은 운영자가 시스템에서 별도로 사전 승인해야 합니다. TeamViewer는 Beckman Coulter 직원만 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다.

그러나 다른 버전의 TeamViewer를 제거하고 다시 설치하는 등 TeamViewer에 변경 사항이 있는 경우 Beckman Coulter는 더 이상 이러한 제한으로 TeamViewer 클라이언트를 보호할 수 없습니다. 시스템의 보안 정책이 변경되거나 누락된 경우 화면에 알림이 표시됩니다.

S2. 비의료 기기에서 TeamViewer를 통한 파일 전송이 기록됩니까?

그렇습니다. 모든 파일 전송 내역은 1년 동안 지원 서버에 기록됩니다. 해당 장비의 파일 전송 로그를 요청하려면 connect@beckman.com으로 문의하십시오.

S3. 원격 데스크톱 세션이 기록됩니까?

그렇습니다. 모든 원격 데스크톱 세션은 1년 동안 지원 서버에 기록됩니다. 해당 장비의 원격 세션 로그를 요청하려면 connect@beckman.com으로 문의하십시오.

S4. Beckman Coulter 내에서 이 솔루션과 제 장비에 액세스할 수 있는 사람은 누구입니까?

해당 지역의 데이터 개인 정보 보호 규정 및 규칙에 대해 교육을 이수한 Beckman Coulter 지원 담당자만 액세스할 수 있습니다.

S5. BeckmanConnect 원격 지원을 통한 통신은 어떻게 이루어집니까? 프록시 서버나 방화벽은 어떻게 됩니까?

방화벽과 프록시 서버를 통해 통신하므로 포트 443에서 HTTPS 프로토콜을 전달할 수 있습니다. 경우에 따라, 실험실 방화벽 또는 프록시 구성으로 인해 BeckmanConnect 설치 프로그램이 Beckman Coulter 또는 TeamViewer 서버와 통신하지 못할 수 있습니다.

S6. BeckmanConnect는 업계에서 인정하는 보안 및 통신 프로토콜을 사용합니까?

그렇습니다. 통신 및 암호화 프로토콜에 대한 자세한 내용은 BeckmanConnect 원격 지원 웹 사이트 (www.beckman.com/beckmanconnect)의 보안 문서를 검토하십시오.

S7. BeckmanConnect 원격 지원 서버는 GDPR을 준수합니까?

그렇습니다. EU에서 BeckmanConnect 원격 지원에 등록된 장비를 서비스하는 데 사용되는 Beckman Coulter 서버는 EU 내에 있습니다. TeamViewer는 실험실 또는 장비에 대한 개인 건강 정보(PHI) 또는 개인 식별 정보(PII)를 저장하지 않으며 웹 사이트에 GDPR 준수를 명시합니다.

S8. BeckmanConnect는 바이러스에 대한 보호 기능을 제공합니까?

BeckmanConnect 원격 지원은 바이러스 보호 기능을 제공하지 않습니다. 멀웨어 방지 지침은 BeckmanConnect 원격 지원 웹 사이트(www.beckman.com/beckmanconnect)의 PC 네트워킹 문서 및 장비의 IFU를 참조하십시오.