



Sicherheit für BeckmanConnect Diagnostic Support

BeckmanConnect Diagnostic Support kann vom Kunden auf jedem vernetzten Gerätesteuers-PC installiert werden, der Zugriff auf zulässige Netzwerkendpunkte hat und auf den der Kunde Administratorzugriff hat.

Zu den Funktionen des BeckmanConnect Diagnostic Support gehören:

- Synchronisierung der Geräteleistungsdaten mit Beckman Coulter für Support und prädiktive Analysen
- Benachrichtigungen über Probleme mit der Systemkonfiguration oder über Leistung/Ausfälle des Geräts
- Kundeninitiiertes Fernsupport über eine richtlinien- und zugriffsbeschränkte angepasste TeamViewer-Version
- Suche nach verfügbaren Upgrades für BeckmanConnect Advance, um neue Funktionen zu installieren. Dieses Dokument enthält Informationen zu den Sicherheitsfunktionen von BeckmanConnect Diagnostic Support.

Komponenten

TeamViewer Client



Eine angepasste, zugriffsbeschränkte und richtliniengesicherte TeamViewer-Installation, die den Fernsupport für ein System **nur** örtlichen Beckman Coulter-Supportmitarbeitern ermöglicht, nachdem die Verbindung vom Labortechniker initiiert und genehmigt wurde. TeamViewer wird als Service ausgeführt und verfügt über eine Verknüpfung innerhalb der Betriebssysteme. Der Client ist so konfiguriert, dass er immer ausgeführt wird und mit den TeamViewer-Servern kommuniziert.

Benachrichtigungsclient



Ein Softwaredienst, der Echtzeit-Benachrichtigungen über den Software- und Gerätestatus an den Gerätesteuers-PC sendet und aktive Systembenachrichtigungen protokolliert.

BeckmanConnect-Upgrade-Dienstprogramm

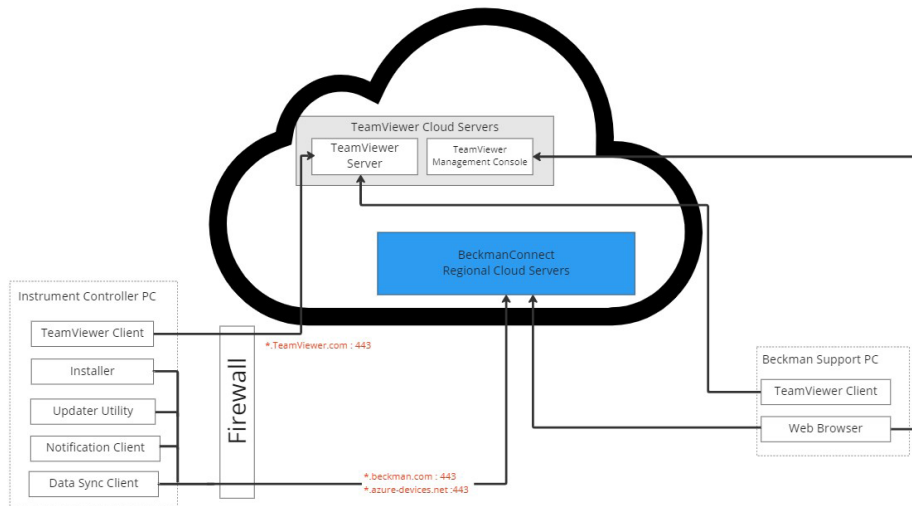


Ein Softwaredienst, der die Komponenten von BeckmanConnect Diagnostic Support auf Software-Updates überwacht und Benutzer benachrichtigt, wenn ein Upgrade zur Installation verfügbar ist.

Synchronisierungs-Clientdienst (Datenerfassung)

Ein Softwaredienst, der Geräteleistungsdaten und Softwarestatus sammelt und die Daten auf die regionalen Beckman Coulter-Server hochlädt. In den Daten, die auf die Server von Beckman Coulter hochgeladen werden, sind keine geschützten Gesundheitsinformationen (PHI) oder personenbezogenen Daten (PII) enthalten.

Systemarchitektur



Sicherheitsübersicht

Sicherheit von Softwarekomponenten

| | Synchronisierungsclient Benachrichtigungsclient Updater-Dienstprogramm Installationsprogramm | TeamViewer Client-Installationsprogramm |
|---|--|--|
| Verschlüsselung während der Übertragung | SSL/TLS 1.2 | AES-256-Bit-Sitzungsverschlüsselung |
| Authentifizierung | Eindeutige Schlüssel mit AES-256-Bit-Verschlüsselung für jedes Gerät | RSA 4096-Bit-Schlüssel für Sitzungen |
| Firewall-Regeln am Ziel | Beckman Cloud-Server Ausgehend: *.beckman.com:443 (außerhalb Chinas) *.azure-devices.net:443 (außerhalb Chinas) *.azure-devices.cn:443 (China) *.mybeckman.cn:443 (China) *.blob.core.chinacloudapi.cn:443 (China) | TeamViewer Cloud-Server Ausgehend *.teamviewer.com:443 |
| Codesignatur | | Digicert |

Serversicherheit

| | Beckman-Server | TeamViewer-Server |
|------------------------------------|--|---|
| Übertragene und gespeicherte Daten | <p>Registrierung: E-Mail-Adresse und Name, Gerät, Geräte-ID und Seriennummer des Teilnehmers</p> <p>Laufend: Leistungsdaten (QK, Wartung, Protokolle), Software-Installationsstatus, Online-Status</p> <p>Alle Daten werden serverseitig von einer aktuellen Malware-Schutzsoftware gescannt.</p> <p>Die an Beckman übertragenen Leistungsdaten des Instruments enthalten keine PHI oder PII</p> | Geräte-ID, Seriennummer, Online-Status/-Verlauf, Sitzungs- und Sitzungsereignisprotokoll |
| Verschlüsselung ruhender Daten | 256-Bit-AES | Vertrauliche Daten: AES/RSA 2048 Bit verschlüsselt |
| Zugriffsbeschränkungen | Datenzugriff ist auf Beckman Support-Mitarbeiter beschränkt, die über Beckman SSO in lokalen Datenschutzbestimmungen (z. B. DSGVO, HIPAA) geschult sind. | Datenzugriff ist auf Beckman Support-Mitarbeiter beschränkt, die in lokalen Datenschutzbestimmungen (z. B. DSGVO, HIPAA) geschult sind. |
| Bandbreite Anforderungen | 6 Mbit oder mehr empfohlen | |
| Rechenzentren | ISO/IEC 27001-zertifiziert DSGVO-konform | |
| Eindringenschutz | Eindringenschutz-Software vorhanden | Für die Authentifizierung vom neuen Standort aus ist eine E-Mail-Verifizierung erforderlich |

Sicherheit für die Remotedesktop-Freigabe

Vor der Aktivierung der Fernsupport-Funktionen sind das gründliche Durchlesen unserer IT-Anforderungen sowie die Zustimmung zu den Dienstleistungsbedingungen erforderlich. BeckmanConnect Diagnostic Support ist bereits für maximale Sicherheit vorkonfiguriert:

- Der Zugriff ist auf authentifizierte Mitarbeiter von Beckman Coulter beschränkt, die eine Schulung zu den für die Region des Kunden geltenden Daten- und Datenschutzrichtlinien absolviert haben.
- Die Zulassungsliste für TeamViewer-Verbindungen wird bereitgestellt, um den Zugriff auf Geräte aus Quellen außerhalb des Wartungs- und Support-Netzwerks von Beckman Coulter zu verhindern.
- Anfragen nach einer ausgehenden TeamViewer-Verbindung sowie die Meeting-Funktion innerhalb des Client sind deaktiviert.
- Benutzer von Fernsupport müssen für jede Verbindung ein eindeutig generiertes, mindestens 8-stelliges Passwort angeben. Dieses Passwort ändert sich mit jeder neuen Sitzung und bietet Schutz vor Brute-Force-Angriffen durch eine exponentielle Passwortsperrung, die unautorisierte Verbindungen verhindert.
- Nach der erfolgreichen Authentifizierung einer sicheren TeamViewer-Sitzung müssen Benutzer jede Bildschirmansichts-, Fernsteuerungs- oder Dateiübertragungsanforderung manuell über den TeamViewer-Client genehmigen. Verbindungsanfragen und Dateiübertragungen werden zu Auditzwecken auf sicheren TeamViewer-Servern protokolliert.
- Hinweis: Die Dateiübertragung während Remote-Sitzungen ist derzeit nicht für Gerätesteuers-PCs aktiviert, die persönliche Gesundheitsinformationen enthalten (Navios EX, DxFLX, Data Innovations Instrument Manager, AQUIOS CL, CellMek SPS, Navios). Wenn diese Funktion in einer zukünftigen Version aktiviert wird, müssen Benutzer ein Update herunterladen und die neue Funktion während der Installation autorisieren, bevor sie aktiviert wird.



© 2023 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
XXXXXXXXXXXXXX