



BeckmanConnect Remote Supportのセキュリティ

BeckmanConnect Remote Supportは、許可されたネットワークエンドポイントへのアクセス権を使って、お客様が管理者アクセス権を持つネットワーク機器コントローラPCにお客様がインストールできます。

BeckmanConnect Remote Supportには、以下の機能が含まれます。

- システム設定の問題または機器のパフォーマンス/障害の通知
- ポリシーおよびアクセス制限のあるカスタマイズされたバージョンのTeamViewerを介した顧客主導のリモートサポート
- BeckmanConnectの新しい利用可能なアップグレードをチェックして、新機能をインストール

本書では、BeckmanConnect Remote Supportのセキュリティ機能について説明します。

コンポーネント

TeamViewerクライアント



カスタマイズされ、アクセス制限のある、ポリシーで保護されたTeamViewerのインストールで、接続が開始され、検査技師によって承認された後、地域のベックマン・コールターのサポート担当者のみシステムのリモートサポートが許可されます。TeamViewerはサービスとして実行され、オペレーティングシステム内でショートカットを使用できます。このクライアントは常に実行して、TeamViewerサーバーと通信するように設定されています。

通知クライアント



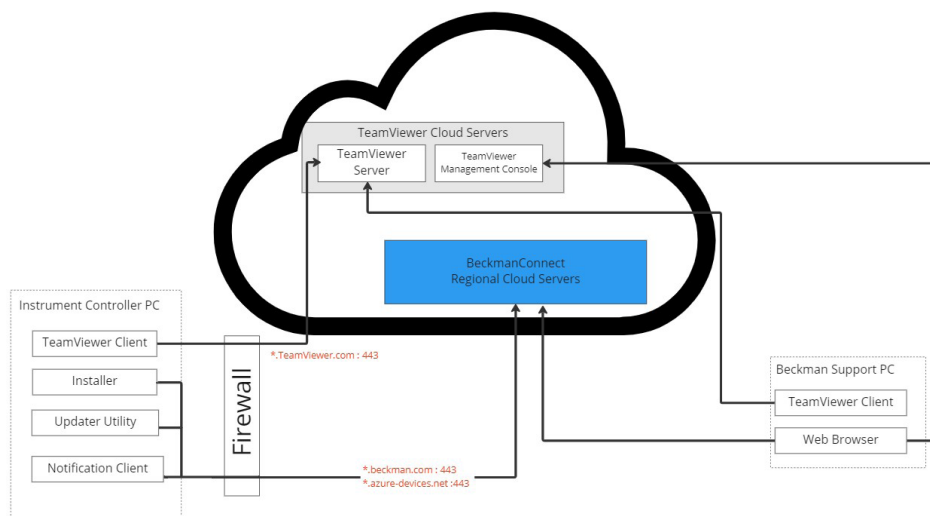
ソフトウェアと機器のステータスを機器コントローラPCにリアルタイムで通知し、アクティブなシステム通知を記録するソフトウェアサービス。

BeckmanConnectアップグレードユーティリティ



BeckmanConnect診断サポートコンポーネントのソフトウェアアップデートを監視し、アップグレードのインストールが可能になったときにユーザーに通知するソフトウェアサービス。

システムアーキテクチャ



セキュリティの概要

ソフトウェアコンポーネントのセキュリティ

| | 通知クライアント アップデータ インストーラー | TeamViewerクライアントインストーラー |
|-------------------|--|--|
| 転送中の暗号化 | SSL/TLS 1.2 | AES 256ビット セッション暗号化 |
| 認証 | デバイスごとに一意のAES 256ビット暗号化キー | セッション用のRSA 4096ビットキー |
| 宛先 ファイアウォールルール | バックマンクラウドサーバー 送信: *.beckman.com:443(中国国外) *.azure-devices.com:443(中国国外) *.mybeckman.cn:443(中国) *.azure-devices.cn:443(中国) | TeamViewerクラウドサーバー 送信 *.teamviewer.com:443 |
| コード署名 | Digicert | |

サーバーセキュリティ

| | バックマンサーバー | TeamViewerサーバー |
|---------------|--|---|
| 送信および保存されるデータ | 登録: 登録者のメールアドレスと名前、機器、機器ID、シリアル番号 進行中: オンラインステータス すべてのデータは、最新のマルウェア対策ソフトウェアサーバー側でスキャンされます。 | 機器ID、シリアル番号、オンラインステータス/履歴、セッションおよびセッションイベントログ |
| 保管時の暗号化 | 256ビットAES | 機密データのAES / RSA 2048ビット暗号化 |
| アクセス制限 | バックマンSSOを介し、現地のプライバシー規制 (GDPR、HIPAAなど)のトレーニングを受けたバックマンサポートの従業員に限定されたデータへのアクセス | 現地のプライバシー規制 (GDPR、HIPAAなど)のトレーニングを受けたバックマンサポートの従業員に限定されたデータへのアクセス |
| 帯域幅要件 | 6メガビット以上を推奨 | |
| データセンター | ISO/IEC 27001認証取得 GDPR準拠 | |
| 侵入防止 | 侵入検知ソフトウェアあり | 新しい場所からの認証には電子メールによる確認が必要 |

リモートデスクトップ共有のセキュリティ

リモートサポート機能をアクティブ化する前に、IT要件をしっかりと確認し、利用規約に同意する必要があります。BeckmanConnect Remote Supportは、最大限のセキュリティがすぐに得られるように構成されています。

- アクセスは、お客様の地域に適用されるデータおよびプライバシーガイドラインを理解するためのトレーニングを受け認定されたベックマン・コールター認定従業員に制限されます。
- ベックマン・コールター・サービス&サポート組織の外部ソースから機器へのアクセスを防ぐために、TeamViewer接続許可リストが採用されています。
- クライアント内の送信TeamViewer接続要求とミーティング機能が無効になっています。
- リモートサポートユーザーは、接続のたびに一意に生成された8文字以上のパスワードを入力する必要があります。このパスワードは新しいセッションごとに変更され、指数関数的なパスワードロックアウトを通じて総当たり攻撃からの保護を提供し、不正な接続を防ぎます。
- 安全なTeamViewerセッションの認証が成功した後、ユーザーはTeamViewerクライアントを介して画面表示、リモートコントロール、またはファイル転送要求を手動で承認する必要があります。接続要求とファイル転送は、監査目的でTeamViewerの安全なサーバーに記録されます。
- 注記: 現在、リモートセッション中のファイル転送は、個人医療情報が含まれる機器コントローラPC(Navios EX、DxFLEX、Data Innovations Instrument Manager、AQUIOS CL、CellMek SPS、Navios)では無効になっています。この機能が将来のリリースで有効になった場合、ユーザーは更新プログラムをダウンロードし、インストール中に新機能を認証してから有効化する必要があります。



© 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