



## Seguridad para BeckmanConnect Remote Support

BeckmanConnect Remote Support es instalable por el cliente en cualquier PC controlador de instrumentos en red de Beckman Coulter con acceso a puntos finales de red permitidos y en el que el cliente tenga acceso de administrador.

Entre las características de BeckmanConnect Remote Support se incluyen las siguientes:

- Notificaciones de problemas de configuración del sistema o de funcionamiento/fallos de instrumento.
- Asistencia remota iniciada por el cliente a través de una versión personalizada de TeamViewer con políticas y acceso restringido.
- Verificación de nuevas actualizaciones disponibles de BeckmanConnect para instalar nuevas funciones.

Este documento proporciona información sobre las funciones de seguridad de BeckmanConnect Remote Support.

### Componentes

#### Cliente TeamViewer



Una instalación de TeamViewer personalizada, de acceso restringido y protegida por políticas que permiten la asistencia remota de un sistema **únicamente** a los representantes locales de soporte de Beckman Coulter después de que el técnico de laboratorio inicie y apruebe la conexión. TeamViewer se ejecuta como un servicio y tiene un acceso directo disponible en los sistemas operativos. El cliente está configurado para ejecutarse siempre y se comunica con los servidores de TeamViewer.

#### Cliente de notificaciones



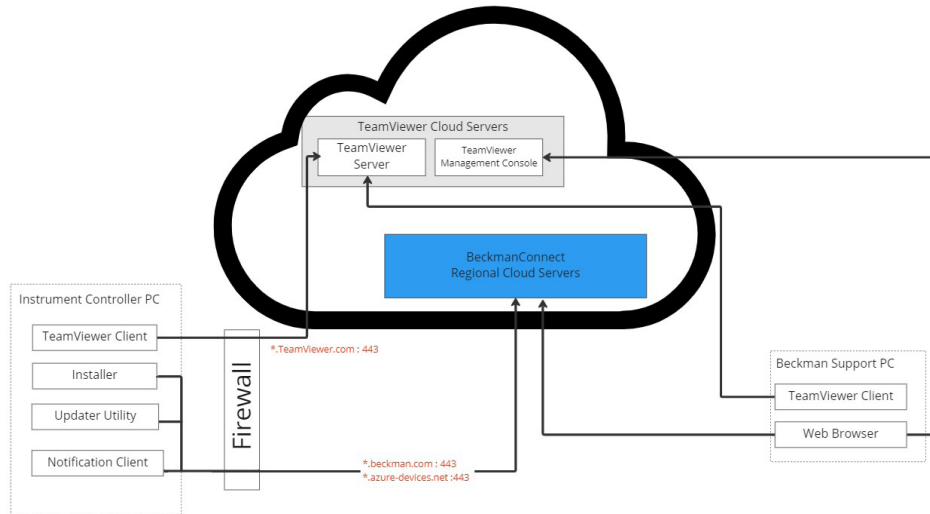
Un servicio de software que proporciona notificaciones en tiempo real al PC del controlador de instrumento sobre el estado del software y del instrumento, y que registra las notificaciones activas del sistema.

#### Herramienta de actualización BeckmanConnect



Un servicio de software que supervisa las actualizaciones de software de los componentes de BeckmanConnect Diagnostic Support y notifica a los usuarios cuando hay una actualización disponible para su instalación.

## Arquitectura del sistema



## Descripción general sobre seguridad

### Seguridad de los componentes de software

|                                  | Actualizador del cliente de notificaciones<br>Instalador  | Instalador del cliente TeamViewer  |
|----------------------------------|---|--|
| Cifrado en tránsito              | SSL/TLS 1.2   | Cifrado en sesión AES de 256 bits  |
| Autenticación                    | Claves cifradas AES de 256 bits únicas para cada dispositivo  | Claves RSA de 4096 bits para las sesiones                                  |
| Reglas de cortafuegos de destino | Servidores en la nube de Beckman<br><br>Salida:<br>*.beckman.com:443 (fuera de China)<br>*.azure-devices.net:443 (fuera de China)<br>*.mybeckman.cn:443 (China)<br>*.azure-devices.cn:443 (China) | Servidores en la nube de TeamViewer<br><br>Salida:<br>*.teamviewer.com:443 |
| Firma de código                  |   | Digicert   |

### Seguridad del servidor

|                                  | Servidores de Beckman   | Servidores de TeamViewer   |
|----------------------------------|---|--|
| Datos transmitidos y almacenados | Registro: Correo electrónico y nombre de registro, instrumento, ID del instrumento y número de serie<br><br>En curso: estado en línea<br><br>Todos los datos se analizan mediante software de protección contra malware actualizado en el servidor. | ID del instrumento, número de serie, estado/historial en línea, sesión y registro de eventos de sesión   |
| Cifrado en reposo                | AES de 256 bits   | Datos sensibles cifrados AES/RSA de 2048 bits  |
| Restricciones de acceso          | Acceso a los datos restringido a los asociados de asistencia de Beckman formados en las normativas de privacidad locales (por ejemplo, GDPR, HIPAA) a través de Beckman SSO.  | Acceso a los datos restringido a los asociados de asistencia de Beckman formados en las normativas de privacidad locales (por ejemplo, GDPR, HIPAA). |
| Requisitos de ancho de banda     | Se sugieren 6 Mbit o más  |  |
| Centros de datos                 | Certificación ISO/IEC 27001<br>Cumplimiento con la normativa GDPR   |  |
| Protección contra intrusos       | Presencia de software de detección de intrusos  | La autenticación desde la nueva ubicación requiere verificación por correo electrónico   |

## Seguridad del escritorio remoto compartido

Antes de activar las características de asistencia remota, debe realizarse una revisión exhaustiva de nuestros requisitos de TI y deben aceptarse las condiciones de servicio. BeckmanConnect Diagnostic Support incluye las siguientes características de seguridad:

- El acceso está restringido a los asociados autorizados de Beckman Coulter que han recibido formación para comprender las directrices de datos y privacidad que se aplican a la región del cliente.
- La lista de conexiones permitidas de TeamViewer se implementan para impedir que cualquier persona de procedencia externa a la institución de Servicio y asistencia de Beckman Coulter tenga acceso a los instrumentos.
- Se han desactivado las solicitudes de conexión saliente de TeamViewer y la funcionalidad de reuniones dentro del cliente.
- TeamViewer proporciona una contraseña única generada de 8 o más caracteres para cada conexión. Esta contraseña cambia con cada nueva sesión y ofrece protección contra ataques de fuerza bruta mediante el bloqueo exponencial de la contraseña, lo que impide conexiones no autorizadas.
- Tras la correcta autenticación de una sesión segura de TeamViewer, los usuarios deben aprobar manualmente cualquier visualización de pantalla, control remoto o solicitud de transferencia de archivos a través del cliente TeamViewer. Las solicitudes de conexión y las transferencias de archivos se registran en los servidores seguros de TeamViewer con fines de auditoría.
- Nota: La transferencia de archivos durante las sesiones remotas no está habilitada actualmente para los PC del controlador de instrumento que contienen información personal de salud (Navios EX, DxFLEX, Data Innovations Instrument Manager, AQUIOS CL, CellMek SPS, Navios). Si esta función se habilita en una futura versión, los usuarios deberán descargar una actualización y autorizar la nueva función durante la instalación antes de que se active.