



# Aspectos destacados de seguridad de BeckmanConnect

## Descripción general

En este documento se destacan las características de privacidad y seguridad de la solución de gestión remota BeckmanConnect. Esta solución se ha diseñado para permitir que nuestro departamento de Servicio y asistencia preste servicio en tiempo real a través de una conexión remota segura con los instrumentos de Beckman Coulter que se encuentran en su laboratorio.<sup>1</sup> Este documento debe revisarlo el administrador de TI local de los PC de los instrumentos y de la infraestructura de red de sus instalaciones como parte del proceso de aprobación de BeckmanConnect.

TeamViewer GmbH, un líder global en asistencia y colaboración remotas en línea seguras, presta asistencia a la plataforma de gestión remota de Beckman Coulter. TeamViewer GmbH, a la vanguardia del desarrollo de software remoto, es un proveedor reconocido de tecnologías basadas en la nube que cuenta con un sello de calidad de cinco estrellas de la Asociación federal alemana de expertos y revisores de TI.<sup>2</sup> TeamViewer es el proveedor preferido en muchos sectores donde se trabaja con datos confidenciales, incluidas las instituciones sanitarias, gubernamentales, bancarias y financieras.<sup>3</sup>

BeckmanConnect proporciona acceso remoto al tiempo que mantiene el cumplimiento de las restricciones regionales de privacidad de los datos, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HealthInsurancePortability and AccountabilityAct, HIPAA) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)<sup>4</sup>. Específicamente, TeamViewer sirve como medio de transmisión para conectar dos puntos de conexión sin almacenar ninguna información identificatoria.

## Resumen técnico

La herramienta TeamViewer proporciona una plataforma segura de uso compartido de pantalla y archivos que permite a los expertos de Servicio y asistencia de Beckman Coulter conectarse de forma segura a los instrumentos de Beckman Coulter que se encuentran en las instalaciones de los clientes. Todo el tráfico de TeamViewer se protege a través del intercambio de claves públicas y privadas RSA y del cifrado de sesión AES (256 bits). Además, la plataforma está configurada para evitar los ataques de tipo “Man-in-the-middle” y por fuerza bruta. Para obtener más detalles, consulte en la declaración de seguridad de TeamViewer, que se **encuentra** en este documento<sup>3</sup>



**Figura 1.** La autenticación de dos factores, los dispositivos de confianza y el uso de listas blancas aseguran que solamente los representantes de asistencia de Beckman Coulter autorizados puedan acceder de forma remota a los instrumentos de Beckman Coulter que se encuentran en su laboratorio.

<sup>1</sup> Actualmente, BeckmanConnect es compatible con todos los instrumentos Biomek que funcionan con Windows 7 o Windows 10 y citómetros de flujo de la serie CytoFLEX.

<sup>2</sup> Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V., BISG e.V

<sup>3</sup> Información de seguridad de TeamViewer, <https://dl.tvcdn.de/docs/es/TeamViewer-Security-Statement-es.pdf>

<sup>4</sup> Compromiso de Privacidad de Datos de TeamViewer, <https://content.teamviewer.com/es/gdpr/>

## Medidas de seguridad

Para funcionar, TeamViewer requiere conexión a Internet. Antes de conectar cualquier PC de un instrumento de Beckman Coulter a la red por primera vez, asegúrese de leer el documento BeckmanConnectInstrument PC NetworkingRequirements (Requisitos para PC de instrumentos en red de BeckmanConnect) y asegúrese de que el PC del instrumento esté seguro. 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 está configurado para proporcionar máxima seguridad de fábrica:

- Las listas blancas de conexión 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.
- Los usuarios deben proporcionar una contraseña de conexión exclusiva para iniciar todas las sesiones de conexión. Dicha contraseña cambia con cada nueva sesión, para impedir las 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 de TeamViewer. Los usuarios pueden autorizar la transferencia de cualquier archivo durante la sesión de asistencia o pedir confirmación por cada transferencia de archivos. Las solicitudes de conexión se registran localmente y en los servidores seguros de TeamViewer para fines de auditoría.
- El cliente de TeamViewer está configurado para obtener e instalar automáticamente actualizaciones de seguridad fundamentales y actualizaciones de las políticas de la compañía de TeamViewer.
- El acceso al portal de gestión de TeamViewer de Beckman Coulter está restringido por nombre de usuario y una contraseña compleja. El acceso está restringido a los empleados de Beckman Coulter que han recibido formación para comprender las directrices de datos y privacidad que se aplican a la región del cliente.

## Requisitos de firewall

BeckmanConnect está diseñado para permitir una conexión remota segura sin la necesidad de ninguna configuración de firewall especial. En determinadas situaciones, puede configurarse un firewall para bloquear las conexiones salientes desconocidas. En esos casos, el firewall debe configurarse de tal modo que facilite la conexión.

BeckmanConnect utilizará el puerto 443 para establecer una conexión TCP saliente. El puerto 443 se necesita para que el software del cliente:

- se actualice automáticamente
- establezca los ajustes necesarios de la política de grupos para fines de seguridad
- permita las conexiones remotas del personal de Servicio y asistencia de Beckman Coulter

**NOTA: Este servicio no funcionará correctamente sin acceso saliente al puerto 443.**

BeckmanConnect realiza conexiones a servidores seguros que se encuentran en todo el mundo. Estos servidores utilizan varias direcciones IP diferentes, que pueden cambiar con el tiempo. Todas las direcciones IP que utiliza BeckmanConnect se determinan en dominios [\\*.teamviewer.com](https://www.teamviewer.com) o [\\*.beckman.com](https://www.beckman.com). Puede utilizar esta información para restringir las direcciones IP de destino que admite a través del firewall o del servidor proxy.

Dado que el servicio BeckmanConnect solo inicia conexiones de datos salientes a través de un firewall, será suficiente con bloquear las conexiones entrantes y permitir solamente las conexiones TCP salientes a través del puerto 443 a dominios [\\*.teamviewer.com](https://www.teamviewer.com) y [\\*.beckman.com](https://www.beckman.com).

## Resumen

BeckmanConnect es un sistema seguro que permite que el personal de Servicio y asistencia de Beckman Coulter acceda de forma remota a determinados instrumentos para fines de asistencia técnica. El canal de comunicación está cifrado y se toman medidas para mantener la seguridad de los clientes y asegurarse de que el acceso solo esté disponible a empleados de Beckman Coulter debidamente formados.

Obtenga más información o conéctese hoy mismo.

[connect@beckman.com](mailto:connect@beckman.com)



© 2018 Beckman Coulter Life Sciences. 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.

For Beckman Coulter's worldwide office locations and phone numbers, please visit Contact Us at [beckman.com](https://www.beckman.com)

MULTI-436211.18