



## Preguntas frecuentes sobre BeckmanConnect Diagnostic Support

*El objetivo de este documento es responder a las preguntas más frecuentes. Si tiene cualquier otra pregunta, póngase en contacto con [connect@beckman.com](mailto:connect@beckman.com)*

### Índice de preguntas más frecuentes

#### Características

- F1. ¿Qué componentes se instalan con BeckmanConnect Diagnostic Support?
- F2. ¿Cómo funciona BeckmanConnect Diagnostic Support?
- F3. ¿Cómo puede ayudar BeckmanConnect Diagnostic Support en el laboratorio?
- F4. ¿Puede un usuario de laboratorio conectarse de forma remota al PC del controlador de instrumento?
- F5. ¿Disponen los dispositivos médicos de la función de transferencia de archivos durante las sesiones de uso compartido de escritorio remoto?

#### Notificaciones

- N1. ¿Cómo funciona la función de notificación?
- N2. ¿Qué tipo de notificaciones se enviarán al instrumento?
- N3. ¿Dónde se puede encontrar información sobre cómo resolver una notificación?
- N4. ¿Dónde se puede consultar una lista de notificaciones sin resolver en el PC del controlador de instrumento?
- N5. ¿Por qué aparece una notificación en el centro de notificaciones de Windows, pero no en el cliente de notificaciones de BeckmanConnect?
- N6. ¿Qué significan los círculos rojos y verdes del icono de notificación?
- N7. ¿Por qué el sistema no recibe notificaciones del sistema operativo?

## Instalación

- I1. ¿Existen requisitos previos para BeckmanConnect Diagnostic Support?
- I2. He instalado previamente una versión anterior de BeckmanConnect; ¿necesito actualizarla?
- I3. Ya tengo instalada una versión de TeamViewer. ¿Tengo que eliminarlo antes de instalar la función de escritorio remoto compartido?
- I4. ¿Se recolecta alguna información desde el instalador de BeckmanConnect?
- I5. ¿Se requiere acceso al sistema operativo con nivel de administrador para la instalación de BeckmanConnect Diagnostic Support?
- I6. Si se seleccionan para su instalación tanto el componente de recolección de datos como el de uso de escritorio remoto compartido y se produce un problema al instalar una de las funciones, ¿qué ocurre?
- I7. ¿Afectará el uso de BeckmanConnect Diagnostic Support al rendimiento del PC del controlador?
- I8. ¿Es necesaria una red privada virtual (VPN) para BeckmanConnect Diagnostic Support?
- I9. ¿Es necesaria una dirección IP fija en el ordenador o dispositivo en el que se ha instalado BeckmanConnect Diagnostic Support?
- I10. ¿Es necesario iniciar manualmente los componentes de BeckmanConnect Diagnostic Support cada vez que se reinicia el ordenador?
- I11. Me gustaría desinstalar BeckmanConnect Diagnostic Support de mi sistema; ¿qué pasos debo seguir?
- I12. ¿Por qué el instalador de BeckmanConnect Diagnostic Support no puede completar la instalación?
- I13. ¿Es necesario que la dirección IP del controlador de instrumento Beckman Coulter sea accesible desde Internet?
- I14. ¿Por qué no se carga en el instalador el contenido situado encima de la casilla de confirmación? /¿Por qué no puedo hacer clic en Siguiente en la pantalla de confirmación?
- I15. ¿Por qué da un error de red el instalador de BeckmanConnect durante la instalación?
- I16. ¿Por qué figura en el instalador de BeckmanConnect que mi instrumento no es apto?
- I17. ¿Cómo puedo añadir un componente de BeckmanConnect que no estaba instalado?

## Seguridad

- S1. ¿Se puede acceder al PC del controlador sin mi conocimiento?
- S2. ¿Se registran las transferencias de archivos a través de TeamViewer en dispositivos no médicos?
- S3. ¿Se registran las sesiones de uso remoto de escritorio?
- S4. ¿Qué personas de Beckman Coulter tendrán acceso a esta solución y a mi instrumento?

- S5. ¿Cómo se consigue la comunicación a través de BeckmanConnect Diagnostic Support? ¿Qué ocurre con los servidores proxy o los cortafuegos?**
- S6. ¿BeckmanConnect Diagnostic Support utiliza protocolos de comunicaciones y seguridad reconocidos en el sector?**
- S7. ¿Cumplen los servidores de BeckmanConnect Diagnostic Support la normativa GDPR?**
- S8. ¿Proporciona BeckmanConnect Diagnostic Support protección antivirus?**

## Características

### F1. ¿Qué componentes se instalan con BeckmanConnect Diagnostic Support?

Nota: Actualmente, BeckmanConnect Diagnostic Support solo está disponible para los citómetros de flujo CytoFLEX y DxFLEX.

El cliente de notificación y la herramienta de actualización se instalan siempre con BeckmanConnect Diagnostic Support v2.0 y versiones superiores.

Los clientes pueden registrarse para asistencia remota, uso compartido del rendimiento de los datos o ambas funciones durante la instalación. Si se elige “Remote Desktop Sharing” (Escritorio remoto compartido) se instala una versión personalizada de TeamViewer, y si se elige “Data Collection” (recolección de datos) se instala el cliente de sincronización de datos de rendimiento.

Para obtener información detallada sobre los componentes, consultar el documento sobre seguridad disponible en el sitio web BeckmanConnect Diagnostic Support ([www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic](http://www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic)).

### F2. ¿Cómo funciona BeckmanConnect Diagnostic Support?

BeckmanConnect Diagnostic Support cuenta con cuatro funciones que se pueden instalar: cliente de actualización, cliente de notificaciones, cliente de escritorio remoto compartido y cliente de sincronización de datos compartidos.



Cliente de notificación (siempre instalado)

Permite a los clientes recibir notificaciones en pantalla sobre el estado de los componentes de BeckmanConnect Diagnostic Support y del instrumento. Revisar el documento de notificación en el sitio web de BeckmanConnect Diagnostic Support para obtener información adicional ([www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic](http://www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic)).



Cliente de actualización (siempre instalado)

Notifica a los clientes cuando están disponibles nuevas funciones de BeckmanConnect Diagnostic Support a través de una actualización del software BeckmanConnect Diagnostic Support. Consultar las pantallas del instalador o el sitio web de BeckmanConnect Diagnostic Support ([www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic](http://www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic)) para obtener información sobre las nuevas funciones.



Cliente de escritorio remoto compartido (TeamViewer, instalado de manera predeterminada)

La tecnología de escritorio remoto compartido permite a los especialistas de asistencia de hardware y aplicaciones de Beckman Coulter establecer una sesión segura de uso compartido de escritorio para resolver los problemas de los clientes. Una vez aprobado el acceso al sistema, un operador de Beckman Coulter con formación en privacidad puede conectar directamente con la estación de trabajo para mejorar la visibilidad identificando rápidamente el problema y acelerando su resolución. La transferencia de archivos solo está disponible en dispositivos no médicos.

Servicio de cliente de sincronización de datos compartidos (instalado de manera predeterminada)

Comparte con Beckman Coulter los datos de control de calidad del rendimiento del instrumento, los registros de errores del instrumento, los registros de mantenimiento y el estado de BeckmanConnect Diagnostic Support. La información compartida con Beckman Coulter no contiene información de identificación personal (Personal Identifiable Information, PII) ni información de salud protegida (Protected Health Information, PHI).

En casos en los que se requiera una solución in situ, estas funciones permiten a nuestros especialistas de asistencia remota recolectar de forma más eficiente los datos necesarios para preparar a un ingeniero de asistencia sobre el terreno con el plan correcto de acción, las herramientas y cualquier pieza relacionada para una resolución rápida in situ.

### **F3. ¿Cómo puede ayudar BeckmanConnect Diagnostic Support en el laboratorio?**

BeckmanConnect Diagnostic Support está diseñado para mejorar la productividad del laboratorio y el tiempo de actividad del sistema con una asistencia rápida y eficiente cuando surjan con problemas en el sistema o el software. Esta asistencia de expertos en tiempo real puede ayudar a reducir al mínimo las interrupciones en el flujo de trabajo y los costes relacionados con lo siguiente:

- Resolución rápida y eficiente de problemas
- Mayor tiempo de actividad del instrumento
- Productividad mejorada del laboratorio y del operador
- Actualizaciones, recargas o cambios de configuraciones de software sin problemas
- Menos tiempo dedicado a la resolución de problemas mediante ensayo y error por parte del operador
- El escritorio remoto, el uso compartido de archivos, los registros de fácil acceso y los datos de control de calidad permiten al equipo de servicio realizar diagnósticos en profundidad y ayudar a resolver problemas
- Resolución más rápida de problemas in situ (cuando sea necesario)

### **F4. ¿Puede un usuario de laboratorio conectarse de forma remota al PC del controlador de instrumento?**

No. Para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos del instrumento, el acceso remoto está restringido a los asociados de Beckman Coulter. No es posible realizar ajustes específicos de laboratorio en la lista de acceso remoto.

## F5. ¿Disponen los dispositivos médicos de la función de transferencia de archivos durante las sesiones de uso compartido de escritorio remoto?

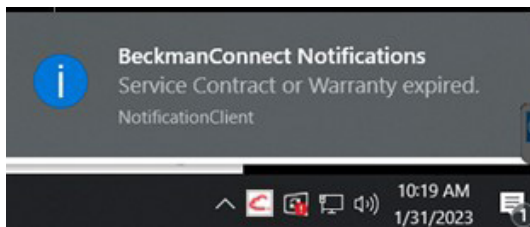
No. Para proteger la confidencialidad de la información de salud protegida (PHI), los dispositivos médicos tienen desactivada la función de transferencia de archivos. Si la transferencia de archivos se activa en los dispositivos médicos, aparecerá como una función en el instalador durante las actualizaciones o nuevas instalaciones y requerirá la aprobación del laboratorio para ser instalada.

### Notificaciones

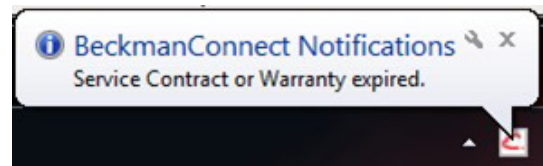
#### N1. ¿Cómo funciona la función de notificación?

Los mensajes se envían al centro de notificaciones de Windows cuando se detecta el problema, hasta una vez al día por tipo de notificación. Si el sistema está desconectado, mostrará la notificación al reiniciarse en el centro de notificaciones de Windows si el sistema está en línea dentro de las 24 horas siguientes a la generación de la notificación. Si el sistema no está en línea dentro de las 24 horas, el mensaje específico no se enviará al centro de notificaciones de Windows hasta que se genere el siguiente mensaje.

El mensaje enviado al centro de notificaciones de Windows se mostrará brevemente en la pantalla, y los mensajes enviados anteriormente se podrán ver desde el icono de comentario en la esquina inferior derecha. Hacer clic en la notificación o en el icono del cliente de notificaciones BeckmanConnect Diagnostic Support para cargar la interfaz del cliente de notificaciones.



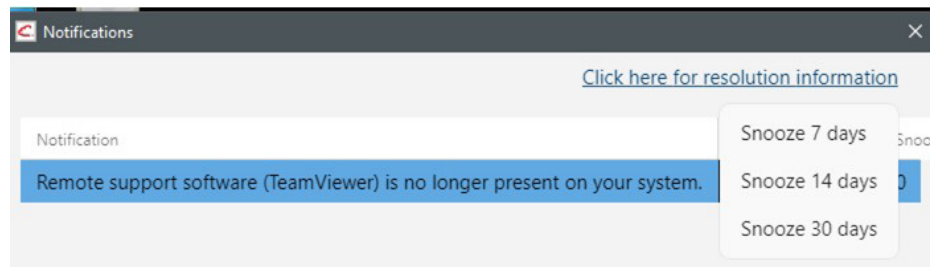
Windows 10



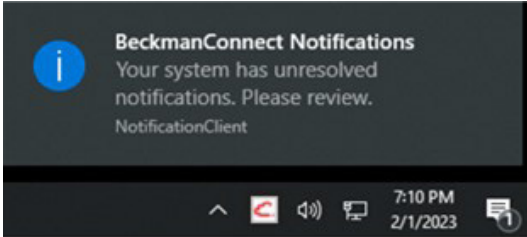
Windows 7

Nota: Los iconos de la bandeja de tareas pueden estar ocultos hasta que se haga clic en .

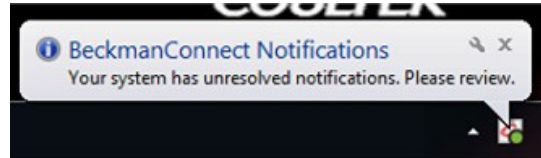
El menú desplegable del cliente de notificaciones puede utilizarse para silenciar las notificaciones de Windows durante un tiempo. Una vez ajustado un tiempo de retardo (espera), el ajuste queda bloqueado para el resto del periodo de tiempo elegido.



El cliente de notificaciones BeckmanConnect mostrará siempre todas las notificaciones que no se hayan resuelto. Si hay una notificación sin resolver, los usuarios reciben una notificación cuando se inicia Windows: **El sistema tiene notificaciones sin resolver**. Revisar el documento de notificación en el sitio web de BeckmanConnect Diagnostic Support ([www.beckman.com/beckmanconnectDiagnosticSupport](http://www.beckman.com/beckmanconnectDiagnosticSupport)) para obtener más detalles sobre las notificaciones.



Windows 10



Windows 7

## N2. ¿Qué tipo de notificaciones se enviarán al instrumento?

Se enviarán avisos sobre vencimientos de contratos, problemas con la configuración de BeckmanConnect y actualizaciones disponibles para BeckmanConnect Diagnostic Support. Las notificaciones futuras pueden indicar 1) predicciones de fallos pendientes del instrumento, 2) disponibilidad de actualizaciones de software y hardware, 3) nuevas oportunidades de formación y 4) ofertas de servicios.

## N3. ¿Dónde se puede encontrar información sobre cómo resolver una notificación?

Hacer clic en el mensaje de la notificación para abrir el cliente de notificaciones de BeckmanConnect, o hacer clic en el icono del cliente de notificaciones en la bandeja de tareas y, a continuación, elegir Hacer clic aquí para obtener información sobre la resolución. Consultar N1 para ver las imágenes del cliente de notificación. También se puede visitar [www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic](http://www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic) y hacer clic en el enlace de notificación para consultar las instrucciones para resolver las notificaciones.

## N4. ¿Dónde se puede consultar una lista de notificaciones sin resolver en el PC del controlador de instrumento?





Se puede hacer clic en la notificación o en el compatible icono BeckmanConnect Diagnostic Support de la bandeja de tareas para ver una lista de las notificaciones activas y acceder a un enlace a la página web de resolución.

## N5. ¿Por qué aparece una notificación en el centro de notificaciones de Windows, pero no en el cliente de notificaciones de BeckmanConnect Diagnostic Support?

El cliente de notificaciones BeckmanConnect solo mostrará las notificaciones sin resolver. Si la ventana del cliente de notificaciones BeckmanConnect está abierta, debe cerrarse y volver a abrirse para actualizar la lista de notificaciones. Si la notificación no está visible en el cliente después de recibir el mensaje en pantalla (consultar N1), es posible que las notificaciones del centro de notificaciones de Windows se hayan generado dentro de las últimas 24 horas posteriores a la resolución del problema, y que su entrega se haya retrasado debido a que el PC estaba desconectado. Los mensajes del centro de notificaciones de Windows permanecerán hasta que se reinicie el sistema o hasta que se haga clic en ellos.

## N6. ¿Qué indican los círculos rojo y verde del icono del cliente de notificaciones?

El círculo indicador de estado rojo o verde solo aparecerá en los sistemas que tengan instalado el cliente de sincronización para compartir datos de rendimiento. El indicador de estado se actualiza cada 10 minutos.

	La sincronización de datos está funcionando.	No es necesario realizar ninguna acción.
	Si este icono está presente durante más de 10 minutos y hay conectividad a Internet, puede haber un problema de comunicación con los servidores de Beckman.	Comprimir todos los archivos de registro presentes en C:\ProgramData\Beckman Coulter\Connect\Log y enviarlos a <a href="mailto:connect@beckman.com">connect@beckman.com</a> para solucionar problemas.

## N7. ¿Por qué el sistema no recibe notificaciones del sistema operativo?

El sistema debe tener la fecha, hora y zona horaria correctas configuradas para recibir notificaciones del sistema operativo. Reiniciar el PC después de cambiar esta configuración. Si esta configuración es correcta y el sistema no recibe notificaciones, contactarse con [connect@beckman.com](mailto:connect@beckman.com).

## Instalación

### I1. ¿Existen requisitos previos para BeckmanConnect Diagnostic Support?

BeckmanConnect Diagnostic Support requiere .NET Framework Runtime, que se instalará mediante el instalador de BeckmanConnect Diagnostic Support si no es que ya no figura en el PC del controlador.

En los PC del controlador con Windows 7, se requiere compatibilidad con TLS 1.2 para WinHTTP. Contactarse con [connect@beckman.com](mailto:connect@beckman.com) para obtener ayuda sobre la activación de TLS 1.2 para los PC con Windows 7.

### I2. He instalado previamente una versión anterior de BeckmanConnect; ¿necesito actualizar a BeckmanConnect Diagnostic Support?

La instalación actual seguirá funcionando sin necesidad de actualización. Sin embargo, es necesaria una actualización para obtener las nuevas funciones, como las notificaciones o el intercambio de datos de rendimiento.

**13. Ya tengo instalada una versión de TeamViewer. ¿Tengo que eliminarlo antes de instalar la función de escritorio remoto compartido?**

Sí, cualquier instalación de TeamViewer (que no sea la instalación realizada a través de BeckmanConnect v1.0-1.7.3) debe eliminarse antes de instalar la función de asistencia remota disponible en BeckmanConnect Diagnostic Support. Durante la desinstalación de TeamViewer, cuando se indique **close TeamViewer before uninstalling** (cerrar TeamViewer antes de desinstalarlo), pulsar el botón Retry (Volver a intentar) o el botón Automatically close application (Cerrar automáticamente la aplicación) en el mensaje en lugar de elegir Exit TeamViewer (Salir de TeamViewer) del icono de bandeja de tareas para cerrar el programa.

Si se detecta la configuración de TeamViewer en el sistema, no se procederá a la instalación de BeckmanConnect. Si aparece en la pantalla de desinstalación, marcar la casilla **“Remove Settings”** (Eliminar configuración) antes de proceder a la desinstalación. Si se omite este paso, reinstalar TeamViewer y volver a desinstalarlo con la casilla “Remove Settings” (Eliminar configuración) marcada.

**14. ¿Se recolecta alguna información desde el instalador de BeckmanConnect Diagnostic Support?**

El nombre, el correo electrónico, el ID del sistema y el número de serie se recolectan durante todas las instalaciones. Revisar el aviso sobre privacidad durante las actualizaciones o nuevas instalaciones para obtener más detalles sobre la información que recolecta el software BeckmanConnect Diagnostic Support y cómo se utilizará.

**15. ¿Se requiere acceso al sistema operativo con nivel de administrador para la instalación de BeckmanConnect Diagnostic Support?**

Sí. Durante la instalación, el usuario que instale BeckmanConnect Diagnostic Support debe tener acceso con nivel de administrador. Una vez instalado, BeckmanConnect Diagnostic Support se puede usar sin acceso de administrador.

**16. Si se seleccionan para su instalación tanto el componente de recolección de datos como el de uso de escritorio remoto compartido y se produce un problema al instalar una de las funciones, ¿qué ocurre?**

Si se eligen ambas funciones y una presenta un fallo, la función instalada correctamente permanece en el sistema y se notifica al usuario el fallo de instalación del otro componente. Contactarse con [connect@beckman.com](mailto:connect@beckman.com) con los archivos de registro para solucionar el fallo de instalación del componente.

**17. ¿Afectará el uso de BeckmanConnect Diagnostic Support al rendimiento del PC del controlador?**

No. La comunicación entre el software BeckmanConnect Diagnostic Support y los servidores en la nube ocupa un ancho de banda de red mínimo. El cliente de sincronización de datos se ejecuta como servicio de baja prioridad y cargará los archivos solo si quedan recursos suficientes (potencia de procesamiento de la CPU, RAM) después de que se hayan asignado recursos a todos los programas de mayor prioridad (como el software del instrumento).

**18. ¿Es necesaria una red privada virtual (VPN) para BeckmanConnect Diagnostic Support?**

No. Se establecen canales de comunicación cifrados desde el PC del controlador de instrumento de Beckman Coulter (a través de los componentes de BeckmanConnect Diagnostic Support) a los servidores necesarios sin necesidad de utilizar una VPN.



**19. ¿Es necesaria una dirección IP fija en el ordenador o dispositivo en el que se ha instalado BeckmanConnect Diagnostic Support?**

No. BeckmanConnect Diagnostic Support no utiliza la dirección IP del controlador para establecer o mantener una conexión.

**110. ¿Es necesario iniciar manualmente los componentes de BeckmanConnect Diagnostic Support cada vez que se reinicia el ordenador?**

No. Todos los componentes de BeckmanConnect Diagnostic Support se ejecutan en segundo plano en el sistema operativo y se reinician automáticamente cuando se reinicia el ordenador.

**111. Me gustaría desinstalar BeckmanConnect Diagnostic Support de mi sistema; ¿qué pasos debo seguir?**

Para **las instalaciones de cliente de BeckmanConnect Diagnostic Support**, eliminar el programa BeckmanConnect mediante Add/Remove programs (Añadir o quitar programas) en el panel de control. La eliminación de BeckmanConnect Diagnostic Support eliminará TeamViewer (si está instalado y no se ha modificado) y todos los demás componentes. Si se desea actualizar los registros de servicio para eliminar la disponibilidad de asistencia remota, elegir **Yes** (Sí) en el mensaje **Unregister** (Darse de baja). Si va a volver a instalarse inmediatamente para corregir un problema, elegir **No** en el mensaje **Unregister** (Darse de baja). Si TeamViewer sigue en el PC del controlador de instrumento, eliminarlo del panel de control.

**112. ¿Por qué el instalador de BeckmanConnect Diagnostic Support no puede completar la instalación?**

Asegurarse de iniciar sesión en el PC del controlador de Windows como administrador y de que el controlador está ejecutando los sistemas operativos necesarios para la inclusión como se define en el documento de red, y de que dispone de acceso a Internet. Si los problemas persisten, enviar los archivos del registro de instalación a [connect@beckman.com](mailto:connect@beckman.com) para recibir ayuda.

**113. ¿Es necesario que la dirección IP del PC del controlador de instrumento sea accesible a través de Internet?**

No es necesario que la dirección IP para el controlador del instrumento sea visible desde fuera de la red de área local. Todas las comunicaciones se realizan a través del puerto 443.

**114. ¿Por qué no se carga en el instalador el contenido situado encima de la casilla de confirmación? / ¿Por qué no puedo hacer clic en Siguiente en la pantalla de confirmación?**

Asegurarse de tener instalado Edge o Internet Explorer 11 (o superior) y de que TLS 1.2 esté activado en las opciones de Internet del panel de control.

**115. ¿Por qué figura un error de red en el instalador de BeckmanConnect Diagnostic Support durante la instalación?**

El instalador debe poder comunicarse tanto con los servidores de Beckman Coulter como con los de TeamViewer. Si aparece este error, asegurarse de que el PC tiene acceso a [www.beckman.com](http://www.beckman.com) y a [www.teamviewer.com](http://www.teamviewer.com). Ante cualquier pregunta, contactarse con [connect@beckman.com](mailto:connect@beckman.com).

## **I16. ¿Por qué figura en el instalador de BeckmanConnect Diagnostic Support que mi instrumento no es apto?**

Para que se pueda validar con éxito la elegibilidad del instalador, debe cumplir con lo siguiente:

- Estar ubicado en una zona geográfica admitida para el compatibles instalador de BeckmanConnect Diagnostic Support.
- Introducir correctamente el número de serie y la correspondiente ID del sistema de un instrumento compatible.

*Visitar el sitio web de BeckmanConnect Diagnostic Support del país correspondiente para ver una lista de los instrumentos compatibles. Nota: Actualmente, BeckmanConnect Diagnostic Support solo está disponible para los citómetros de flujo CytoFLEX y DxFLEX.*

## **I17. ¿Cómo puedo añadir un componente de BeckmanConnect que no estaba instalado?**

Para añadir un componente de asistencia remota o de recolección de datos a una instalación que solo tiene un componente instalado actualmente, se debe descargar y volver a ejecutar el instalador, elegir qué modificar y, a continuación, marcar el componente que se desea instalar.

Las modificaciones de una instalación actual no pueden realizarse desde Add/Remove programs (Añadir o quitar programas) del panel de control.

## **Seguridad**

### **S1. ¿Se puede acceder al PC del controlador sin mi conocimiento?**

Antes de conectar una sesión de asistencia remota, el operador del laboratorio debe proporcionar una contraseña única que se restablece después de cada sesión y aprobar la solicitud de conexión. El operador debe aprobar previamente y por separado las sesiones de uso compartido de escritorio remoto, control remoto y transferencia de archivos (en instrumentos no médicos) en el sistema. TeamViewer está configurado para permitir conexiones solo a los asociados de Beckman Coulter.

Sin embargo, si se produce alguna alteración en TeamViewer, como la eliminación y reinstalación de una versión diferente de TeamViewer, Beckman Coulter ya no podrá asegurar el cliente TeamViewer con estas restricciones. Si las políticas de seguridad del sistema se alteran o no figuran, recibirá una notificación en pantalla.

### **S2. ¿Se registran las transferencias de archivos a través de TeamViewer en dispositivos no médicos?**

Sí. Todas las transferencias de archivos quedan registradas en los servidores de asistencia durante 1 año. Contactarse a través de [connect@beckman.com](mailto:connect@beckman.com) para solicitar un registro de las transferencias de archivos del instrumento.

### **S3. ¿Se registran las sesiones de uso remoto de escritorio?**

Sí. Todas las sesiones de uso remoto de escritorio quedan registradas en los servidores de asistencia durante 1 año. Contactarse con [connect@beckman.com](mailto:connect@beckman.com) para solicitar un registro de sesión remota del instrumento.

**S4. ¿Qué personas de Beckman Coulter tendrán acceso a esta solución y a mi instrumento?**

El acceso está restringido a los asociados de asistencia de Beckman Coulter que han recibido formación sobre las normativas y reglas de privacidad de datos de su región.

**S5. ¿Cómo se consigue la comunicación a través de BeckmanConnect Diagnostic Support? ¿Qué ocurre con los servidores proxy o los cortafuegos?**

La comunicación funciona a través de cortafuegos y servidores proxy que permiten el paso de protocolos HTTPS en el puerto 443. En algunos casos, la configuración del proxy del laboratorio o del cortafuegos puede impedir la comunicación del instalador de BeckmanConnect con los servidores de Beckman Coulter o TeamViewer.

**S6. ¿BeckmanConnect Diagnostic Support utiliza protocolos de comunicaciones y seguridad reconocidos en el sector?**

Sí. Por favor leer el documento de seguridad en la página web de BeckmanConnect Diagnostic Support ([www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic](http://www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic)) para obtener información detallada sobre los protocolos de comunicación y cifrado.

**S7. ¿Cumplen los servidores de BeckmanConnect Diagnostic Support la normativa GDPR?**

Sí, los servidores de Beckman Coulter que se utilizan para brindar servicios a los instrumentos registrados en BeckmanConnect Diagnostic Support en la UE están situados dentro de la UE. TeamViewer no almacena ninguna información de salud protegida (PHI) ni información de identificación personal (PII) sobre el laboratorio o instrumento, y afirma en su sitio web que cumple la GDPR.

**S8. ¿Proporciona BeckmanConnect Diagnostic Support protección antivirus?**

BeckmanConnect Diagnostic Support no ofrece protección antivirus. Revisar el documento sobre redes de PC en el sitio web BeckmanConnect Diagnostic Support ([www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic](http://www.beckman.com/beckmanconnect/diagnostic)) y las IFU del instrumento para obtener orientación sobre la protección contra malware.