



Requisitos para PC de instrumentos en red de Beckman Coulter

Descripción general

En este documento se describen los criterios técnicos mínimos necesarios para conectar el PC de un instrumento Beckman a su red local o a Internet. Si se siguen las sugerencias que aparecen a continuación, podrá conectarse el instrumento a la red de forma segura; incluso en el caso de los sistemas en los que antes no se recomendaba la conexión a una red.

Esta guía debe compartirse con el administrador de su equipo o con el departamento de TI para garantizar que los instrumentos sean seguros antes de conectar el PC de su instrumento a la red.

Antes de realizar la conexión a la red

Antes de introducir cambios en la configuración del PC de su instrumento, se recomienda crear una copia de seguridad de todos los archivos fundamentales.

Asegúrese de que el PC de su instrumento cumpla los siguientes requisitos:

- Se han configurado copias de seguridad automáticas, si es posible.
- El software o el firewall de la institución admite todos los tipos de red.
 - **CONSEJO:** Si se ha instalado Biomek Method Launcher y está utilizando un producto diferente al Firewall de Windows de Microsoft®, debe añadir una excepción de proceso para “C:\Program Files(x86)\BiomekMethodLauncher\BiomekRuntime.exe” (C:\Archivos de programa (x86)\BiomekMethodLauncher\BiomekRuntime.exe) para utilizar características remotas.
- El software antivirus se instala con los siguientes directorios excluidos de la exploración en tiempo real:

Producto	SO	Carpetas
Manipuladores de líquidos Biomek (FX^P, NX^P, 4000)	Windows 7	C:\Users\Public\Documents\Biomek
		C:\Users\Public\Documents\SAMI4.1
		C:\ProgramData\Beckman Coulter
		C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc
Manipuladores de líquidos Biomek serie i	Windows 10	C:\Users\Public\Documents\Biomek5
		C:\Users\Public\Documents\SAMI5.0
		C:\ProgramData\Beckman Coulter
		C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc
Citómetros de flujo CytoFLEX	Windows 7, 8, 8.1, 10	C:\ProgramData\Beckman Coulter

- AutoPlay (Reproducción automática) de Windows de Microsoft® desactivada
- Microsoft© Windows Update activada para las actualizaciones fundamentales
 - **CONSEJO:** Si no se han descargado actualizaciones anteriormente, realice una descarga única del paquete de actualización acumulativa de una máquina segura e instálelo en cada sistema antes de la conexión a la red. Asegúrese de que todas las actualizaciones se hayan descargado e instalado antes de realizar la conexión a Internet por primera vez.
- Sistema operativo Windows de Microsoft® versión 7, o posterior
 - **CONSEJO:** Recomendamos mantener aislados los sistemas con XP.
- Consulte al departamento de TI para asegurarse de que se cumpla cualquier requisito interno adicional.

Si no se han aplicado aún los requisitos de firewall o antivirus que se han mencionado anteriormente en el PC del instrumento mediante software de terceros, con Windows de Microsoft© se incluye el siguiente antivirus y firewall gratuito:

- Firewall de Windows de Microsoft®
- Microsoft® Windows Defender (antivirus)

Después de aplicar los requisitos de seguridad de red mencionados anteriormente, la máquina puede conectarse de forma segura a la red local o a Internet.

Recomendaciones adicionales

Además de los pasos obligatorios detallados arriba, los propietarios/operadores de los instrumentos deben sopesar la posibilidad de tomar medidas adicionales para proteger sus datos. Estos pasos pueden incluir controles de acceso físico para restringir el acceso al instrumento/laboratorio, controles de acceso digital para restringir el acceso al PC, formación de los empleados para impedir los incidentes evitables, copias de seguridad frecuentes de los datos fundamentales y medidas de auditoría para garantizar el cumplimiento de las políticas mencionadas anteriormente a fin de impedir los incidentes evitables y medidas de auditoría para garantizar el cumplimiento de las políticas mencionadas anteriormente.