

Ocho consejos para conseguir unas conexiones más herméticas para GC y mejorar los resultados

La inspección de las conexiones de las columnas para GC es un aspecto esencial de un buen mantenimiento preventivo (y una práctica de laboratorio que *no puede* permitirse pasar por alto). Esto se debe a que las conexiones deficientes y con fugas pueden provocar los siguientes problemas:

- líneas de base con ruido,
- pérdida de gas de gran calidad y caro,
- reducción de la vida útil de la columna y el detector,
- reducción de la sensibilidad del sistema,
- pérdida de productividad del sistema.

En este póster se destacan los puntos críticos de las conexiones para GC, con el fin de ayudarle a resolver los posibles problemas antes de que afecten a sus resultados.

Más información sobre cómo crear y mantener conexiones para GC sin fugas y mantenerlas.
www.agilent.com/chem/bettergcconnections



Recuerde que existen otros factores que afectan a la calidad y la coherencia de los datos



Productos de preparación de muestras de Agilent

Elimine la variabilidad del laboratorio y garantice el flujo uniforme, la limpieza y la recuperación.



Columnas para GC Agilent J&W

Consiga los picos más estrechos, el mayor carácter inerte posible y la máxima reproducibilidad entre columnas.



Sistemas de GC y GC/MS de Agilent combinados con el software OpenLab CDS y MassHunter

Lleve a cabo análisis de cromatografía uniformes y adaptados a los nuevos y exigentes métodos y a las elevadas cargas de muestras.



Precolumnas y conectores de encaje a presión de Agilent

Prolongue la vida útil de su columna usando tubos y conectores desactivados.



Detector de fugas electrónico Agilent CrossLab CS y flujómetro ADM

El diseño del sistema de cartucho (CS) Agilent CrossLab no tiene igual en el mercado. Combina las dos tareas más fundamentales de monitorización de la ruta de flujo para GC en un solo sistema portátil.



1 Use consumibles que sean adecuados para su aplicación

Para garantizar unas conexiones de columna sin fugas en los detectores sensibles al oxígeno (como los detectores de MSD o ECD para los que se recomienda usar ferrulas de grafito/polimida), utilice **tuercas con autoapriete para columna de Agilent**. Si el carácter inerte es necesario para su aplicación, use **ferrulas metálicas flexibles UltiMetal Plus de Agilent** para las conexiones de la ruta de flujo. ¿Utiliza CFT? Pruebe nuestras nuevas **ferrulas metálicas flexibles recubiertas de oro** para conseguir una conexión se sencilla instalación que proporcione un sellado sin fugas.

Además, recuerde que un liner de inyección adecuado también puede mejorar el carácter inerte de la ruta de flujo. Los nuevos **liners ultrainertes con frita de vidrio de Agilent** incluyen una frita de filtro en lugar de lana de vidrio.



2 Evite el apriete excesivo de las conexiones

Las **tuercas con autoapriete para columna de Agilent** proporcionan conexiones sin fugas sin necesidad de usar llaves inglesas. El exclusivo collarín de bloqueo mantiene la columna en su sitio y garantiza que la profundidad de instalación y el posicionamiento de la ferrula sean correctos.

La **tuercas con autoapriete para columna de Agilent** emplea un innovador pistón accionado por resorte para ejercer una presión continua contra la ferrula, manteniendo un sellado sin fugas incluso después de cientos de inyecciones sin necesidad de reapriete.



3 Instale la columna a la altura correcta

La **guía de profundidad de instalación para columnas** resulta fácil de usar, ayuda a realizar el mantenimiento de la columna y garantiza una instalación correcta, sea cual sea la aplicación.



4 Recuerde que la limpieza es importante

El **sistema de filtro de purificación de gases de Agilent** elimina el oxígeno, la humedad y el resto de contaminantes que pueden afectar a sus análisis. Además, el **sensor del filtro de purificación de gases de Agilent** le avisa automáticamente si el filtro está saturado y es necesario sustituirlo.

Optimice la limpieza usando **tubos y conectores de acero inoxidable UltiMetal Plus de Agilent** en las líneas de gas portador y las conducciones del sistema de GC.

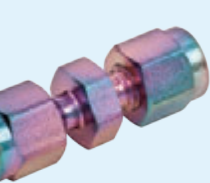
A la hora de instalar una columna, use guantes o limite la manipulación de consumibles para reducir la presencia de aceites o contaminantes en las piezas de la ruta de flujo.



5 Reduzca o elimine las fugas en la interfaz de MS

Las **tuercas con autoapriete para columna y las tuercas con autoapriete para la interfaz de MS de Agilent** incluyen ferrulas de grafito/polimida y garantizan que sus conexiones duren un gran número de ciclos.

Use un detector de fugas para comprobar todas las conexiones de la ruta de flujo y garantizar que no existan fugas en ningún punto del sistema.



6 Seleccione consumibles adecuados para los análisis más complejos

Por ejemplo, la **unión Ultimate con ferrulas metálicas flexibles UltiMetal Plus de Agilent** es una opción excelente para conseguir conexiones perfectas de las precolumnas o precolumnas de retención.



7 Elija un jet de detector duradero

Los **nuevos jets de detector de Agilent** son compatibles con todas las plataformas de GC y simplifican la instalación de la columna y la sustitución del jet, lo que minimiza el riesgo de que se produzcan daños en la columna.

Su robusto diseño reduce el riesgo de deformación, abrasión y curvatura. Además, no requieren lubricante para roscas, que puede provocar contaminación.



8 Conozca el estado de su columna capilar para GC

Las **llaves inteligentes para columnas Agilent J&W** posibilitan una identificación inmediata y aportan información sobre el uso, la configuración, la antigüedad, la temperatura y el número de inyecciones de la columna. Los parámetros predeterminados facilitan la configuración.