

Oito dicas para conexões de GC mais rígidas e melhores resultados

Inspecionar as suas GC column connections é uma parte essencial de uma boa manutenção preventiva e uma prática de laboratório que você simplesmente *não* pode ignorar. Isso acontece porque conexões ruins e com vazamento podem causar:

- linhas de base com ruído
- perda de gases caros e de alta qualidade
- menor vida útil da coluna e detector
- diminuição da sensibilidade do sistema
- redução da produtividade do sistema

Este pôster destaca os pontos críticos da conexão de GC para ajudá-lo a corrigir problemas antes que eles comprometam os seus resultados.

Saiba mais sobre como criar e manter conexões de GC sem vazamentos.
www.agilent.com/chem/bettergcconnections



Lembre-se que outros fatores afetam a qualidade e a consistência dos dados



Produtos para preparo de amostras da Agilent
Elimine a variabilidade do laboratório e garanta fluxo, limpeza e recuperação consistentes.



Colunas para GC Agilent J&W
Confie nos picos mais nítidos, na melhor inércia e na reprodutibilidade coluna a coluna mais precisa.



Sistemas GC e GC/MS Agilent combinados com o software OpenLab CDS e MassHunter
Realize uma cromatografia consistente e acompanhe os novos métodos rigorosos e as cargas da amostra exigentes.



Agilent Press-fits e colunas de guarda
Estenda a vida útil de sua coluna usando tubulações e conectores desativados.



Detector de vazamentos eletrônico Agilent CrossLab CS e medidor de fluxo ADM
O design do sistema de cartucho (Cartridge System, CS) Agilent CrossLab é exclusivo no mercado. Ele combina as duas tarefas mais cruciais de monitoramento da trajetória de fluxo de GC em um único sistema portátil.



1 Use consumíveis apropriados para sua aplicação
Para garantir conexões de coluna sem vazamentos a detectores sensíveis a oxigênio, como MSD ou ECD, em que as anilhas de grafite/poliimida são recomendadas, use as **porcas para coluna com asas e ajuste automático Agilent**. Se a sua aplicação exigir inércia, escolha as **anilhas de metal flexível UltiMetal Plus Agilent** para conexões da trajetória de fluxo. Está usando CFT? Experimente nossas novas **anilhas de metal flexível revestidas em ouro** para uma conexão de fácil instalação e que fornece uma vedação sem vazamentos.

Lembre-se também de que o liner do injetor correto também pode ajudar a maximizar a inércia da trajetória de fluxo. Os novos **liners de frita de vidro Ultra Inert Agilent** trazem uma frita do filtro em vez de lã de vidro.



2 Não aperte demais as conexões
As **porcas para coluna com asas e ajuste automático Agilent** fornecem uma conexão sem vazamentos e sem a necessidade de chaves. O exclusivo colar de fixação mantém a sua coluna no lugar para uma profundidade de instalação e um posicionamento da anilha precisos.
A **porca para coluna com asas e ajuste automático Agilent** utiliza um inovador pistão acionado por mola para aplicar pressão contínua contra a anilha, mantendo uma vedação sem vazamentos, mesmo após centenas de injeções sem reaperto.



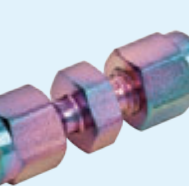
3 Instale a coluna na altura correta
O fácil **Guia de profundidade da coluna** ajuda na manutenção da sua coluna e garante a instalação adequada, independentemente da aplicação.



4 Lembre-se, a limpeza é importante
O **sistema de filtro para limpeza de gases Agilent** remove oxigênio, umidade ou outros contaminantes que podem alterar a sua análise. Além disso, o **sensor de limpeza de gases Agilent** avisa automaticamente quando os filtros estão saturados e precisam ser substituídos.
Otimize a limpeza usando **tubulação e conexões de aço inoxidável UltiMetal Plus Agilent** para linhas de gás de arraste e tubulações do sistema GC.
Ao instalar uma coluna, use luvas ou limite o manuseio dos consumíveis para reduzir a incidência de óleos ou contaminantes nas peças da trajetória de fluxo.



5 Reduza e elimine vazamentos na interface MS
As **porcas para coluna com asas e ajuste automático da interface MS Agilent** com anilhas de grafite/poliimida garantem que as suas conexões durem ciclo após ciclo.
Use um detector de vazamentos em todas as conexões da trajetória de fluxo para ter certeza de que não há vazamentos em todo o sistema.



6 Selecione os consumíveis adequados para análises mais complexas
Por exemplo, a **união Ultimate com anilhas de metal flexível UltiMetal Plus Agilent** é uma boa escolha para conexões de coluna de retenção/coluna de guarda sem preocupação.



7 Escolha um jato do detector durável
Os **novos jatos do detector Agilent** atendem a todas as plataformas de GC e simplificam a instalação da coluna e a substituição dos jatos, minimizando as chances de danos à coluna.
Sua construção robusta reduz o risco de deformação, arranhões e dobramento. Além disso, eles não exigem lubrificante de rosca de parafuso, o que pode causar contaminação.



8 Conheça o status da coluna capilar de GC
As **chaves inteligentes para coluna J&W Agilent** fornecem identificação imediata e informações sobre o uso da coluna, configuração, idade, temperatura e número de injeções. Parâmetros padrão facilitam a configuração.