

Otto suggerimenti per aumentare la tenuta delle connessioni GC e ottenere risultati migliori

L'ispezione delle connessioni delle colonne GC è l'elemento chiave per una manutenzione preventiva ottimale e una pratica di laboratorio che *non è possibile* trascurare. Connessioni in cattivo stato e perdite possono causare:

- linee di base rumorose
- spreco di gas costoso e di alta qualità
- durata più breve della colonna e del rivelatore
- diminuzione della sensibilità del sistema
- riduzione della produttività del sistema

Questo documento informativo evidenzia i punti critici delle connessioni GC e ti aiuta a risolvere i problemi prima che compromettano i tuoi risultati.

Ulteriori informazioni su come installare e mantenere connessioni GC a prova di perdite.
www.agilent.com/chem/bettergcconnections



Tieni presente che altri fattori influenzano la qualità e la coerenza dei dati



Prodotti Agilent per la preparazione del campione

Elimina la variabilità di laboratorio e assicura uniformità di flusso, pulizia e recupero.



Colonne per GC J&W Agilent

I picchi più affilati, la migliore inerzia e la maggiore riproducibilità da colonna a colonna al tuo servizio.



Sistemi GC e GC/MS Agilent abbinati ai software OpenLab CDS e MassHunter

Una cromatografia coerente al passo con nuovi metodi rigorosi e analisi di campioni difficili.



Precolonne e press-fit Agilent

Prolunga la durata della colonna utilizzando capillari e connettori deattivati.



Rivelatore di perdite elettronico Agilent CrossLab e flussimetro ADM

Il design del sistema a cartuccia (CS) Agilent CrossLab è unico sul mercato. Combina le due attività di monitoraggio del percorso del flusso GC più critiche in un unico sistema palmare.



1 Utilizza materiali di consumo idonei alla specifica applicazione

Per garantire connessioni della colonna senza perdite a rivelatori sensibili all'ossigeno, come ad esempio MSD o ECD che necessitano dell'uso di ferrule in grafite/polimide, utilizza i **dadi autoserranti per colonna con alette Agilent**. Se la tua applicazione richiede inerzia, scegli le **ferrule metalliche flessibili UltiMetal Plus Agilent** per le connessioni del percorso del flusso. Utilizzi la tecnologia CFT? Prova le nostre nuove **ferrule metalliche flessibili dorate** per una connessione facile da installare che offre una tenuta a prova di perdite.

Inoltre, il corretto utilizzo di un liner per iniettore idoneo aiuta a massimizzare l'inerzia del percorso del flusso. I nuovi **liner Agilent Ultra Inert con frit** sono dotati di frit sinterizzato in vetro al posto della lana di vetro.



2 Non serrare eccessivamente i raccordi

I **dadi autoserranti per colonna con alette Agilent** garantiscono una connessione senza perdite, senza il bisogno di utilizzare chiavi. L'esclusivo collare bloccante mantiene ferma la colonna per una corretta profondità di installazione e per un accurato posizionamento delle ferrule.

Il **dado autoserrante per colonna con alette Agilent** utilizza un innovativo pistone a molla che preme continuamente contro la ferrula e mantiene così una tenuta senza perdite, perfino dopo centinaia di iniezioni, senza necessità di un nuovo serraggio.



3 Installa la colonna all'altezza corretta

La guida facile da utilizzare sulla **profondità della colonna** ti aiuta a installare e mantenere la colonna in modo corretto, indipendentemente dall'applicazione.



4 Fondamentale è la pulizia

Il **sistema di filtri Agilent Gas Clean** rimuove ossigeno, umidità o altri contaminanti che possono alterare l'analisi. Inoltre, il **sensore Agilent Gas Clean** avvisa automaticamente quando i filtri sono saturi e devono essere sostituiti.

Ottimizza la pulizia utilizzando i **tubi e i raccordi in acciaio inossidabile UltiMetal Plus Agilent** per le linee del gas di trasporto e per le connessioni del sistema GC.

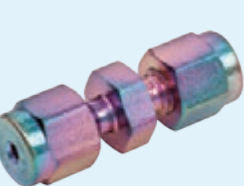
Quando installi la colonna, indossa i guanti o limita la manipolazione dei materiali di consumo per ridurre la contaminazione con oli o altre sostanze su parti del percorso del flusso.



5 Riduci ed elimina le perdite all'interfaccia MS

I **dadi autoserranti per colonna con alette per l'interfaccia MS Agilent** con ferrule in grafite/polimide assicurano la durata delle connessioni un ciclo dopo l'altro.

Utilizza un rivelatore di perdite su tutti i collegamenti del percorso del flusso per assicurare l'assenza di perdite in tutto il sistema.



6 Seleziona i materiali di consumo appropriati per le analisi più complesse

Ad esempio, **Agilent Ultimate Union con ferrule in metallo flessibile UltiMetal Plus** rappresentano un'ottima scelta per le connessioni tra la precolonna e il retention gap.



7 Scegli un jet per rivelatore di lunga durata

I **nuovi jet per rivelatori Agilent** si adattano a tutte le piattaforme GC e semplificano l'installazione della colonna e la sostituzione del jet, riducendo al minimo il rischio di danni alla colonna.

La loro struttura robusta riduce il rischio di deformazione, grippaggio e flessione. Inoltre, non richiedono l'utilizzo di un lubrificante per le filettature, il quale può causare contaminazione.



8 Assicurati dello stato della colonna capillare GC

Le **Smart Key per colonne Agilent J&W** garantiscono un'immediata identificazione della colonna e forniscono informazioni sulla configurazione, l'uso, la durata di utilizzo, i limiti di temperatura e il numero di iniezioni. I parametri predefiniti facilitano la configurazione.