

## Le raccomandazioni del Product Manager Agilent: I migliori prodotti di consumo per ottimizzare il tuo flusso di lavoro di GC

### Sistema gascromatografico (GC) Agilent 8890 con campionatore automatico per liquidi 7693A

#### Campionatore automatico per liquidi

1. Siringa, 10  $\mu$ L, conica, FN 23-26s/42/HP
2. Tappi a diffusione per vial da 4 mL, 12/conf.











#### Iniettore

3. O-ring per liner, antiaderente, 10/conf.
4. Setti antiaderenti BTO, per iniettore, 11 mm, 50/conf.
5. Liner per iniettore, Ultra Inert, split, a bassa caduta di pressione, lana di vetro, 5/conf.
6. Ferrula, 0,4 mm, VG, colonna 0,1-0,25, 10/conf.
7. Ferrula, 0,5 mm, grafite, colonna 0,32, 10/conf.
8. Dado per colonna, con collare, autoserrante, iniettore/rivelatore
9. Guarnizione per iniettore, dorata, con rondella



#### Rivelatore

10. Jet per FID, raccordo universale, d.i. 0,011"
11. Ferrula, 0,4 mm, VG, colonna 0,1-0,25, 10/conf.
12. Ferrula, 0,5 mm grafite, colonna 0,32, 10/conf.
13. Dado per colonna, con collare, autoserrante, iniettore/rivelatore

Rif.	Codice	Descrizione	Qtà	Vantaggi	
Tutti gli articoli elencati di seguito sono riportati in una lista acquisti online: <a href="#">visualizza MyList</a> <sup>1</sup> .					
1	<a href="#">5181-1267</a>	Siringa, 10 µL, conica, FN 23-26s/42/HP	1	Siringa standard conveniente.	
2	<a href="#">07673-40180</a>	Tappi a diffusione per vial da 4 mL, 12/conf.	1	Prevengono l'evaporazione del solvente nei vial di lavaggio dell'autocampionatore.	
3	<a href="#">5188-5365</a>	O-ring per liner, antiaderente, 10/conf.	1	O-ring per liner per i clienti che acquistano 100 confezioni di liner non dotate di confezione touchless.	
4	<a href="#">5183-4757</a>	Setti antiaderenti BTO, per iniettore, 11 mm, 50/conf.	1	I setti BTO sono ottimizzati per ridurre lo spurgo del setto in un più elevato intervallo di temperature; la temperatura massima dell'iniettore può raggiungere 400 °C.	
5	<a href="#">5190-3165</a>	Liner per iniettore, Ultra Inert, split, a bassa caduta di pressione, lana di vetro, 5/conf.	1	Liner per uso generale: offre alte prestazioni per varie applicazioni.	
6, 11	<a href="#">5181-3323</a>	Ferrula, 0,4 mm, VG, colonna 0,1-0,25, 10/conf.	1	Necessaria per realizzare connessioni iniettore/rivelatore, specialmente per MSD. Sono disponibili ferrule di altre dimensioni, a seconda delle colonne necessarie.	
7, 12	<a href="#">5080-8853</a>	Ferrula, 0,5 mm, grafite, colonna 0,32, 10/conf.	1	Le ferrule in grafite possono essere utilizzate su sistemi FID ed ECD e su altri rivelatori non di tipo MSD. Le loro intrinseche proprietà di morbidezza ed espansione termica aiutano a prevenire il danneggiamento della colonna dovuto a un serraggio eccessivo, mantenendo al contempo una tenuta a prova di perdite per tutta la durata del ciclo di variazione della temperatura.	
8, 13	<a href="#">G3440-81011</a>	Dado per colonna, con collare, autoserrante, iniettore/rivelatore	2	Connessioni che migliorano il percorso del flusso e facilitano l'uso durante l'installazione della colonna. Si raccomanda di utilizzarne due: 1 per l'iniettore e 1 per il rivelatore. Nota: l'uso è consentito solo con ferrule in grafite/Vespel.	
9	<a href="#">5188-5367</a>	Guarnizione per iniettore, dorata, con rondella	1	Fabbricata mediante un procedimento brevettato che elimina le micro-perdite e i loro effetti negativi sulle prestazioni. La guarnizione per iniettore è necessaria per porte di iniezione SSI ed MMI.	
10	<a href="#">5200-0176</a>	Jet per FID, raccordo universale, d.i. 0,011"	1	Progettato per la compatibilità con colonne capillari e impaccate. Nuovo design per prevenire il grippaggio del filetto e rendere più facile l'installazione.	

<sup>1</sup> Se è la prima volta che si utilizza Agilent Online Store, inserire il proprio indirizzo e-mail per la verifica dell'account. Se non si possiede un account Agilent, occorre registrarsi ([www.agilent.com/en/promotions/onlinestore-videos](http://www.agilent.com/en/promotions/onlinestore-videos)). La funzione "MyList" è disponibile soltanto nei paesi in cui è abilitato l'e-commerce. Gli articoli possono anche essere acquistati tramite i normali canali di vendita e distribuzione.

<https://www.agilent.com/it-it/promotions/better-gc-connections>

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.