

# Le raccomandazioni del Product Manager Agilent: I migliori prodotti di consumo per ottimizzare il flusso di lavoro con il tuo sistema GCMS Intuvo

## Sistema gascromatografico (GC) Intuvo 9000/sistema GC/MS a singolo quadrupolo 5977B con campionatore automatico per liquidi 7693A

### Campionatore automatico per liquidi

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

### MSD a singolo quadrupolo 5977B

4. Filamento, alta temperatura, sorgente ionica EI
5. Filamenti per sorgente ad alta efficienza

### Prodotti di consumo e attrezzi per pompa meccanica

6. AVF 45 Platinum
7. Kit di manutenzione guarnizione di isolamento per IDP3



### Gestione dei gas

8. Filtro GasClean per gas di trasporto
9. Trappola universale grande, elio, 1/8", 250 psi

### Sistema GC Intuvo 9000

10. Setti antiaderenti BTO, per iniettore, 11 mm, 50/conf.
11. Liner per iniettore, Ultra Inert, split, a bassa caduta di pressione, lana di vetro, 5/conf.
12. Liner Ultra Inert, splitless, a rastremazione singola, con frit
13. Jet per FID, raccordo universale, d.i. 0,011"
14. O-ring per liner, antiaderente, 10/conf.
15. Rondelle in poliimmide Intuvo
16. Rondelle in nichel Intuvo
17. Guard Chip per iniettore split/splitless Intuvo
18. Jumper Chip per iniettore split/splitless Intuvo
19. Bullone a pressione Intuvo
20. Cacciavite, dinamometrico, preimpostato, regolabile

Rif.	Codice	Descrizione	Qtà	Vantaggi	
Flusso di lavoro di GC generico <sup>1</sup> . Tutti gli articoli elencati di seguito sono riportati in una lista acquisti online: <a href="#">visualizza MyList</a> <sup>2</sup> .					
1	<a href="#">5181-1267</a>	Siringa, 10 µL, conica, FN 23-26s/42/HP	1	Siringa standard conveniente.	
2	<a href="#">G4513-80204</a>	Siringa ALS, Blue Line, 10 µL, ago fisso, 23-26s/42/cono	1	Siringa standard ad alte prestazioni.	
3	<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.	
4	<a href="#">G7005-60061</a>	Filamento, alta temperatura, sorgente ionica EI	1	Filamento per sistemi MS 5977, 5975, 7000. Per sorgenti non HES (5977A o B, InertPlus, inerte, Extractor, in acciaio inossidabile, 5975 o 5973).	
5	<a href="#">G7002-60001</a>	Filamenti per sorgente ad alta efficienza	1	Solo per sistemi MS con sorgente ad alta efficienza (HES) 5977B e sorgente ad alta efficienza 7010B.	
6	<a href="#">5191-5851</a>	AVF 45 Platinum	1 L	Olio per la manutenzione della pompa meccanica (solo per pompe ad olio).	
7	<a href="#">G7077-67018</a>	Kit di manutenzione guarnizione di isolamento per IDP3	1	Include tutto il necessario per effettuare la manutenzione: guarnizione di isolamento, elemento filtro del silenziatore, maschera facciale, panno che non lascia residui, guanti e chiavi esagonali.	
8	<a href="#">CP17973</a>	Filtro GasClean per gas di trasporto	1	Il sistema GC/MS richiede gas di trasporto puro per il funzionamento (è dotato di indicatori).	
9	<a href="#">RMSN-2</a>	Trappola universale grande, elio, 1/8", 250 psi	1	Filtro a grande capacità (non è dotato di indicatore).	
10	<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.	
11	<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.	
12	<a href="#">5190-5112-005</a>	Liner Ultra Inert, splitless, a rastremazione singola, con frit, 5/conf.	1	I liner con frit in vetro offrono risultati più uniformi e una migliore riproducibilità.	
13	<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.	
14	<a href="#">5188-5365</a>	O-ring per liner, antiaderente, fluorocarburo, 10/conf.	1	Raccomandato con 100 confezioni di liner non dotate di confezione touchless.	
Prodotti di consumo specifici per Intuvo. Tutte le parti di ricambio Intuvo elencate di seguito sono riportate in una lista acquisti online: <a href="#">visualizza MyList</a> <sup>2</sup> .					
15	<a href="#">5190-9072</a>	Rondelle in poliimmide Intuvo, 5/conf.	1	Le rondelle sono necessarie per realizzare le connessioni nel percorso del flusso del sistema Intuvo.	
16	<a href="#">5190-9073</a>	Rondelle in nichel Intuvo, 2/conf.	2	Per l'uso in applicazioni ad alta temperatura (ad es. 400 °C).	
17	<a href="#">G4587-60565</a>	Guard Chip per iniettore split/splitless Intuvo, 2/conf.	1	Guard chip per "campioni impuri" per aiutare a proteggere le colonne specializzate Intuvo. Il Guard Chip si comporta come una combinazione di guarnizione in oro + precolonna per proteggere la colonna analitica dai campioni impuri.	
18	<a href="#">G4587-60575</a>	Jumper Chip per iniettore split/splitless Intuvo	1	Solo per uso con campioni puri.	
19	<a href="#">G4581-60260</a>	Bullone a pressione Intuvo	4	Si raccomanda di averne sempre a disposizione in sovrannumero in caso di smarrimento/caduta di quelli installati.	
20	<a href="#">8710-2790</a>	Cacciavite, dinamometrico, preimpostato, regolabile	1	Progettato specificamente per l'uso con i bulloni a pressione Intuvo.	

<sup>1</sup> I sistemi GC Intuvo 9000 e 8890/8860 hanno iniettore e rivelatore FID di design equivalente. Liner, setti, jet per FID e siringhe elencati per analisi GC o GC/MS possono essere usati per il sistema GC Intuvo 9000.

<sup>2</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.