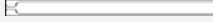












Solutions de passivation du circuit analytique inerte d'Agilent

L'option injecteur split/splitless à circuit analytique inerte des Agilent 7890B, 8890 et 8860 assure l'inertie des surfaces du circuit, permettant aux échantillons de progresser sans problème de l'injecteur au détecteur. Pour une analyse optimale au niveau des traces, entretenez votre circuit analytique inerte avec les composants Agilent Inert Flowpath.

Inserts Ultra Inert en emballage sans contact

Inertie, productivité et reproductibilité élevées

Description	Volume (µL)	Diamètre interne (mm)	1/pqt	5/pqt	25/pqt	100/pqt*
Inserts d'injection sans division						
Insert Ultra Inert à simple rétreint 	900	4	5190-2292	5190-3162	5190-3166	5190-3170
Insert Ultra Inert à simple rétreint, avec laine de verre 	900	4	5190-2293	5190-3163	5190-3167	5190-3171
Insert Ultra Inert à double rétreint 	800	4	5190-3983	5190-4007		
À alvéole 	200	2	5190-2297	5190-4006		
Insert fritté Ultra Inert, splitless, position basse 	870	4	5190-5112	5190-5112-005	5190-5112-025	
Insert d'injection, sans division, droit 	250	2	5190-6168			
Inserts d'injection avec division						
Insert Ultra Inert droit avec laine de verre 	990	4	5190-2294	5190-3164	5190-3168	5190-3172
Insert Ultra Inert, à faible perte de charge, avec laine de verre 	870	4	5190-2295	5190-3165	5190-3169	5190-3173
Insert d'injection, universel, UI, fritté en position médiane 	870	4	5190-5105	5190-5105-005	5190-5105-025	
Injection d'espace de tête (headspace), MPSE						
Insert Ultra Inert droit pour MSPE 	35	0,75	5190-4048			
Insert Ultra Inert droit 	65	1	5190-4047			



Chaque insert est livré avec un joint torique antiadhérent préinstallé.

*Le conditionnement 100/pqt n'est pas disponible en emballage sans contact. Les joints toriques doivent être achetés séparément.

Joint en or et rondelles Ultra Inert

Une surface lisse et étanche pour les composés actifs

Description	1/pqt	10/pqt	50/pqt
Joint en or Agilent Ultra Inert et rondelle	5190-6144	5190-6145	5190-6149



Ferrules métalliques flexibles UltiMetal Plus et ferrules métalliques flexibles plaquées or Agilent

Ni rupture de colonne, ni fuites, ni activité

Description	Qté	Référence
Ferrule métallique flexible UltiMetal Plus de 0,4 mm de d.i. Pour colonne silice fondue de 0,1 à 0,25 mm de d.i.	10/pqt	G3188-27501
Ferrule métallique flexible UltiMetal Plus de 0,5 mm de d.i. Pour colonne silice fondue de 0,32 mm de d.i.	10/pqt	G3188-27502
Ferrule métallique flexible UltiMetal Plus de 0,8 mm de d.i. Pour colonne silice fondue de 0,45 à 0,53 mm de d.i.	10/pqt	G3188-27503
Ferrule métallique flexible UltiMetal Plus, sans trou Pour obstruer les raccords pour flux capillaires	10/pqt	G3188-27504
Ferrule métallique flexible UltiMetal Plus Utiliser avec des colonnes UltiMetal de 0,25 à 0,32 mm de d.i.	10/pqt	G3188-27505
Ferrule métallique flexible UltiMetal Plus Pour utilisation avec colonne UltiMetal de 0,53 mm	10/pqt	G3188-27506
Ferrule métallique flexible plaquée or de 0,4 mm de d.i. Pour colonne silice fondue de 0,1 à 0,25 mm de d.i.	10/pqt	G2855-28501
Ferrule métallique flexible plaquée or de 0,5 mm de d.i. Pour colonne silice fondue de 0,32 mm de d.i.	10/pqt	G2855-28502
Ferrule métallique flexible plaquée or de 0,8 mm de d.i. Pour colonne silice fondue de 0,45 à 0,53 mm de d.i.	10/pqt	G2855-28503
Ferrule métallique flexible plaquée or Pour utilisation avec colonne UltiMetal de 0,25 à 0,32 mm	10/pqt	G2855-28505
Ferrule métallique flexible plaquée or Pour utilisation avec colonne UltiMetal de 0,53 mm	10/pqt	G2855-28506



Quatre façons simples de créer votre circuit analytique inerte :

1. Demandez l'**option 114** quand vous achetez le système de GC Agilent 8890 ou GC Agilent 7890B.
2. Ajoutez un injecteur split/splitless à circuit analytique inerte à votre 7890 avec l'accessoire de **réf. G3453B**. Pour le 8890, commandez la **réf G3549A***.
3. Améliorez un injecteur split/splitless 7890 avec des composants inertes (**réf. G3970A**).
4. Achetez séparément les composants individuels pour circuit analytique inerte en fonction de vos besoins.

*Pour plus d'informations, contactez un représentant Agilent local.

Kit de mise à niveau pour solution de passivation du circuit analytique d'Agilent

Tous les composants dont vous avez besoin, au même endroit

Description	Référence
Kit de mise à niveau complète pour solution de passivation du circuit analytique d'Agilent	G3970A
Ensemble de protection du bloc d'injecteur, traité UltiMetal Plus	G3452-60570
Corps de l'insert, traité UltiMetal Plus	G3452-60586
Joint en or Ultra Inert	5190-6144
Insert sans division à simple rétreint Ultra Inert avec laine de verre	5190-2293
Ferrules UltiMetal pour colonnes silice fondue de 0,25 mm de d.i., 10/pqt	G3188-27501
Écrou autoserrant de colonne, écrou pour injecteur/détecteur	G3440-81011
Écrou autoserrant de colonne, MSD	G3440-81013

Autres consommables pour circuit

Développez les capacités de votre circuit analytique inerte

Description	Référence
Ensemble raccord « Ultimate Union » avec purge, inerte	G3186-60581
Diviseur trois voies avec gaz d'appoint, inerte	G3183-60501
Kit Ultimate Union, désactivé, UltiMetal Plus	G3182-60581
Ensemble collecteur compact avec commutateur de Deans, traité UltiMetal plus	G2855-60501
Diviseur compact avec gaz d'appoint, inerte	G3180-60501



Colonnes Ultra Inert J&W Agilent

Conçues pour un faible ressuage, une grande stabilité thermique et une excellente inertie

DB-1ms Ultra Inert

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Ép. du film (µm)	Limite de temp. (°C)	Référence
0,18	20	0,18	-60 à 325/350	121-0122UI
0,25	15	0,25	-60 à 325/350	122-0112UI
	30	0,25	-60 à 325/350	122-0132UI
	60	0,25	-60 à 325/350	122-0162UI
0,32	15	0,25	-60 à 325/350	123-0112UI
	30	0,25	-60 à 325/350	123-0132UI

HP-1ms Ultra Inert

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Ép. du film (µm)	Limite de temp. (°C)	Référence
0,18	20	0,18	-60 à 325/350	19091S-677UI
0,25	15	0,25	-60 à 325/350	19091S-931UI
		30	0,25	-60 à 325/350
	15	0,50	-60 à 325/350	19091S-633UI
		1,00	-60 à 325/350	19091S-733UI
0,32	15	0,25	-60 à 325/350	19091S-911UI
	25	0,52	-60 à 325/350	19091S-612UI
	30	0,25	-60 à 325/350	19091S-913UI
		1,00	-60 à 325/350	19091S-713UI

DB-5ms Ultra Inert

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Ép. du film (µm)	Limite de temp. (°C)	Référence
0,18	20	0,18	-60 à 325/350	121-5522UI
		0,36	-60 à 325/350	121-5523UI
0,25	15	0,25	-60 à 325/350	122-5512UI
		1,00	-60 à 325/350	122-5513UI
	25	0,25	-60 à 325/350	122-5522UI
		30	0,25	-60 à 325/350
	30	0,50	-60 à 325/350	122-5536UI
		1,00	-60 à 325/350	122-5533UI
	50	0,25	-60 à 325/350	122-5552UI
	60	0,25	-60 à 325/350	122-5562UI
		1,00	-60 à 325/350	122-5563UI
	0,32	30	0,25	-60 à 325/350
0,50			-60 à 325/350	123-5536UI
60		1,00	-60 à 325/350	123-5533UI
		1,00	-60 à 325/350	123-5563UI

HP-5ms Ultra Inert

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Ép. du film (µm)	Limite de temp. (°C)	Référence
0,18	20	0,18	-60 à 325/350	19091S-577UI
0,25	15	0,25	-60 à 325/350	19091S-431UI
		30	0,25	-60 à 325/350
	60	0,50	-60 à 325/350	19091S-133UI
		1,00	-60 à 325/350	19091S-233UI
		0,25	-60 à 325/350	19091S-436UI
0,32	30	0,25	-60 à 325/350	19091S-413UI
		1,00	-60 à 325/350	19091S-213UI



DB-35ms Ultra Inert

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Ép. du film (µm)	Limite de temp. (°C)	Référence
0,18	20	0,18	50 à 340/360	121-3822UI
0,25	15	0,25	50 à 340/360	122-3812UI
	30	0,25	50 à 340/360	122-3832UI
0,32	30	0,25	50 à 340/360	123-3832UI

DB-624 Ultra Inert

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Ép. du film (µm)	Limite de temp. (°C)	Référence
0,18	20	1,00	-20 à 260	121-1324UI
0,25	30	1,40	-20 à 260	122-1334UI
	60	1,40	-20 à 260	122-1364UI
0,32	30	1,80	-20 à 260	123-1334UI
	60	1,80	-20 à 260	123-1364UI
0,53	30	3,00	-20 à 260	125-1334UI
	75	3,00	-20 à 260	125-1374UI

DB-Select 624 UI pour <467>

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Ép. du film (µm)	Limite de temp. (°C)	Référence
0,25	30	1,40	40 à 260	122-0334UI
	60	1,40	40 à 260	122-0364UI
0,32	30	1,80	40 à 260	123-0334UI
	60	1,80	40 à 260	123-0364UI
0,53	30	1,80	40 à 260	125-0334UI

DB-UI 8270D Ultra Inert

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Ép. du film (µm)	Limite de temp. (°C)	Référence
0,18	20	0,36	-60 à 325/350	121-9723
0,25	30	0,25	-60 à 325/350	123-0334UI
			-60 à 325/350	122-9732, 6/pqt*
		0,50	-60 à 325/350	122-9736

*Disponible aux États-Unis uniquement

Colonnes Ultra Inert J&W Agilent

Conçues pour un faible ressuage, une grande stabilité thermique et une excellente inertie

DB-WAX Ultra Inert

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Ép. du film (µm)	Configuration	Référence
0,18	20	0,18	7"	121-7022UI
		0,30	7"	121-7023UI
0,20	25	0,20	7"	128-7022UI
0,25	15	0,25	7"	122-7012UI
		0,25	7"	122-7032UI
	30	0,25	Intuvo	122-7032UI-INT
		0,50	7"	122-7033UI
		0,50	Intuvo	122-7033UI-INT
		0,25	7"	122-7062UI
60	0,25	Intuvo	122-7062UI-INT	
	0,50	7"	122-7063UI	
0,32	15	0,25	7"	123-7012UI
		0,25	7"	123-7032UI
	30	0,25	Intuvo	123-7032UI-INT
		0,50	7"	123-7033UI
		0,50	Intuvo	123-7033UI-INT
		0,25	7"	123-7062UI
60	0,50	7"	123-7063UI	
	0,50	Intuvo	123-7063UI-INT	
0,53	15	1,00	7"	125-7012UI
		0,25	7"	125-7031UI
	30	0,50	7"	125-7037UI
		1,00	7"	125-7032UI
60	1,00	7"	125-7062UI	

Buses de détecteur

Description	Référence
Buse de FID, raccordement universel, d.i. 0,011"	5200-0176
Buse de FID, raccordement universel, d.i. 0,018"	5200-0177
Buse de FID, raccordement universel, d.i. 0,030"	5200-0178
Buse de NPD, raccordement universel, d.i. 0,011"	5200-0179

DB-FATWAX Ultra Inert

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Ép. du film (µm)	Configuration	Référence
0,18	20	0,18	7"	G3903-63007
		0,18	Intuvo	G3909-63002
0,25	30	0,25	7"	G3903-63008
		0,25	Intuvo	G3909-63003
0,32	30	0,25	7"	G3903-63009
		0,50	Intuvo	G3909-63004

DB-BAC1 Ultra Inert et DB-BAC2 Ultra Inert

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Ép. du film (µm)	Config.	Phase	Référence
0,32	30	1,20	7"	DB-BAC1	123-9334UI
			Intuvo	DB-BAC1	123-9334UI-INT
		1,80	7"	DB-BAC2	123-9434UI
			Intuvo	DB-BAC2	123-9434UI-INT
0,53	30	2,00	7"	DB-BAC2	125-9434UI
		3,00	7"	DB-BAC1	125-9334UI

HP-5ms Ultra Inert avec clef intelligente (pour GC 8890 uniquement)

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Limite de temp. (°C)	Référence
0,25	15	-60 à 325/350	19091S-431UI-KEY
	30	-60 à 325/350	19091S-433UI-KEY

DB-5ms Ultra Inert avec clef intelligente (pour GC 8890 uniquement)

Diamètre interne (mm)	Longueur (m)	Limite de temp. (°C)	Référence
0,25	30	-60 à 325/350	122-5532UI-KEY

www.agilent.com/chem/ultrainert

DE44151.4488541667

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Imprimé aux États-Unis, le 2 janvier 2021
5991-2381FR