

Portoirs de passeur automatique d'échantillons SPS pour flacons PFA Agilent

Tableau 1. Compatibilité des portoirs de passeur automatique d'échantillons SPS avec les flacons PFA Agilent.

Référence du portoir SPS	Description du portoir SPS	Référence flacon PFA Agilent	Description flacon PFA Agilent
G8410-68001	Portoir à échantillons SPS, 21 flacons × 31,5 mm de d.e.	G8410-68011	Flacon de labo en PFA, 20 mL, avec capsule de 33 mm
G8410-68002	Portoir à échantillons SPS, 10 flacons × 38 mm de d.e.	G8410-68012	Flacon de labo en PFA, 50 mL, avec capsule de 33 mm
G8410-68003	Portoir à échantillons SPS, 4 flacons × 57,5 mm de d.e.	G8410-68013	Flacon de labo en PFA, 100 mL, avec capsule GL45
G8410-68004	Portoir à échantillons SPS, 2 flacons × 72 mm de d.e.	G8410-68014	Flacon de labo en PFA, 200 mL, avec capsule GL45
G8410-68005	Portoir à échantillons SPS, 2 flacons × 87 mm de d.e.	G8410-68015	Flacon de labo en PFA, 500 mL, avec capsule GL45

Assemblage des portoirs SPS

Remarque : Un seul plateau suffit pour le portoir de 21 flacons × 31,5 mm.

Support pour ensemble portoir SPS

Plaques pour ensemble portoir SPS

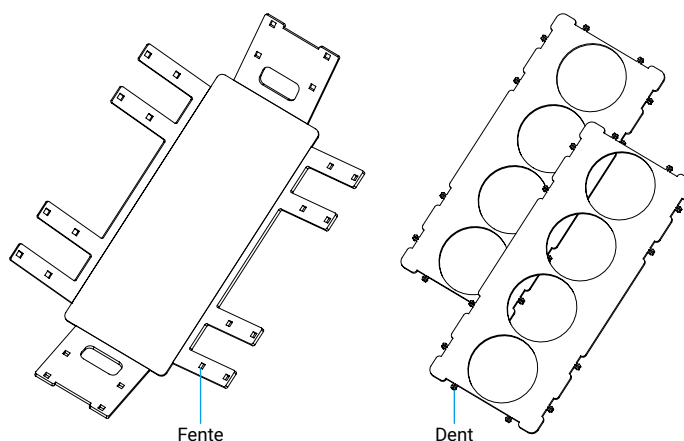
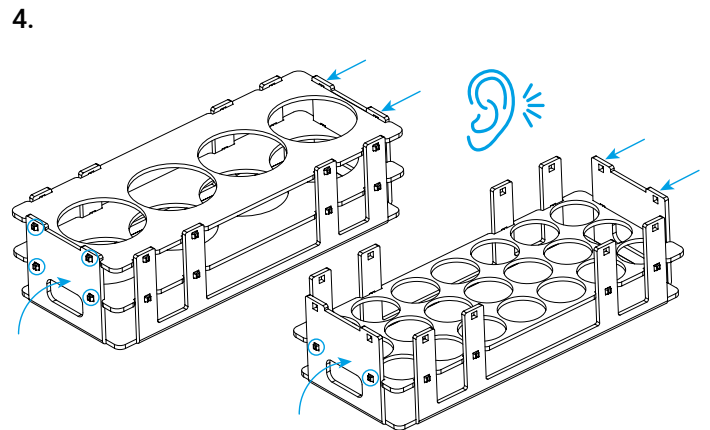
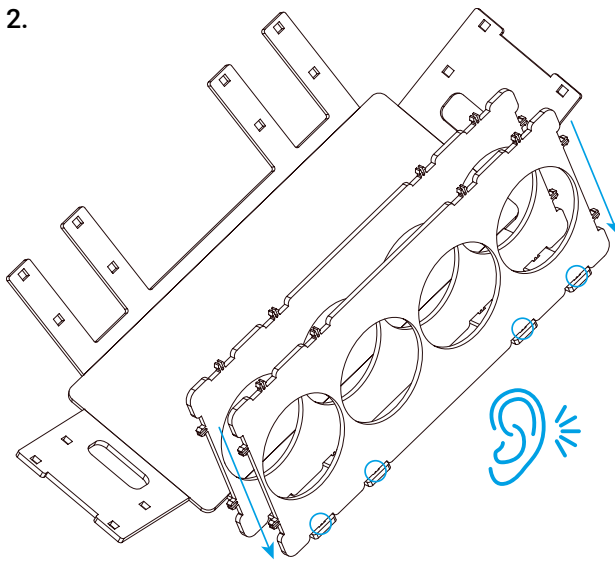
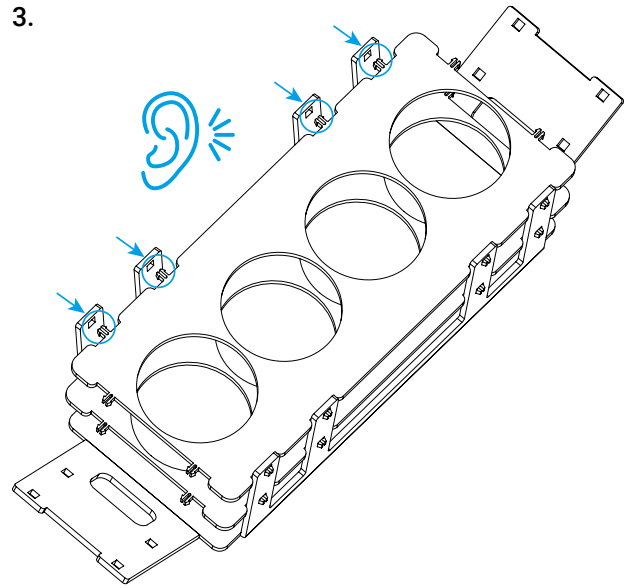
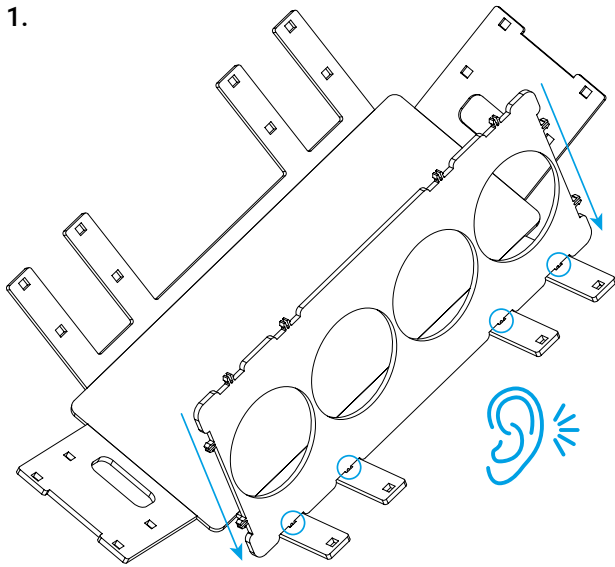


Figure 1. Le support pour ensemble portoir et deux plaques, avec fente et dent illustrées à titre d'exemple.



www.agilent.com

DE-010211

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2025
Imprimé aux États-Unis, le 9 octobre 2025

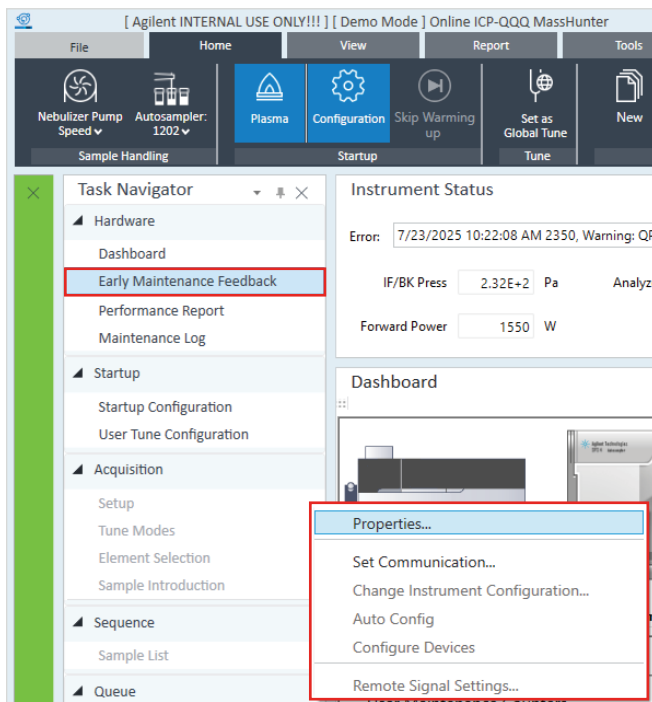
G8410-68007FR



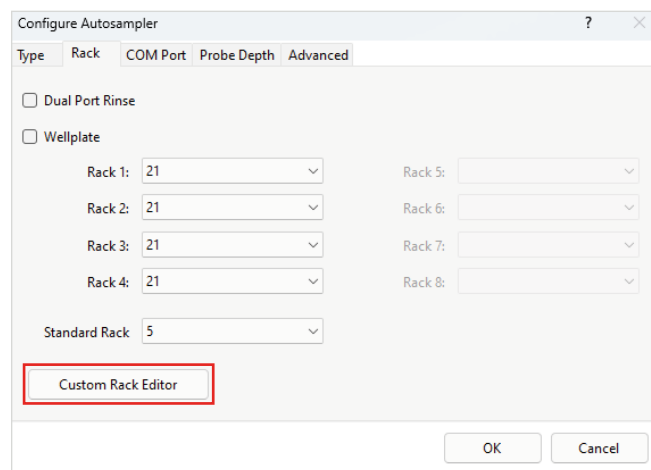
Comment utiliser les portoirs personnalisés SPS avec ICP-MS MassHunter version 5.4 ou supérieure

L'Éditeur de portoirs personnalisés pour le passeur automatique d'échantillons SPS Agilent est disponible dans ICP-MS MassHunter version 5.4 (G7201D D.01.04), publiée en avril 2025, et dans les versions ultérieures. La procédure ci-dessous décrit les principales étapes de configuration des portoirs personnalisés.

1. Dans « Early Maintenance Feedback » (informations relatives à la maintenance prévisionnelle), faites un clic gauche sur l'image du passeur automatique d'échantillons SPS et sélectionnez **Properties...** (Propriétés).



2. Dans l'onglet « Rack » (portoir), cliquez sur **Custom Rack Editor** (Éditeur de portoirs personnalisés).



3. Indiquez le nombre de portoirs et enregistrez-le en regard de chaque nom. Le Tableau 2 fait la synthèse des informations relatives à chacun des portoirs SPS personnalisés pour flacons de labo PFA Agilent.

Tableau 2. Paramètres pour chacun des portoirs SPS personnalisés pour flacons de labo PFA Agilent.

	Version de portoir				
	G8410-68001 21 positions flacons PFA de 20 mL	G8410-68002 8 positions flacons PFA de 50 mL	G8410-68003 4 positions flacons PFA de 100 mL	G8410-68004 2 positions flacons PFA de 250 mL	G8410-68005 2 positions flacons PFA de 500 mL
Forme	Circulaire	Circulaire	Circulaire	Circulaire	Circulaire
Largeur (mm)	32	38	58	72	87
Type de portoir de base	21	60	60	60	60
Position	Référence flacon de base				
1	R101	R202	R302	R303	R303
2	R102	R205	R305	R310	R310
3	R103	R208	R308		
4	R104	R211	R311		
5	R105	R402			
6	R106	R405			
7	R107	R408			
8	R201	R411			
...	R20 2 à 6				
14	R207				
15	R301				
...	R30 2 à 6				
21	R307				

Les Figures 2 à 6 illustrent la création des différents portoirs SPS personnalisés pour flacons de labo PFA Agilent.

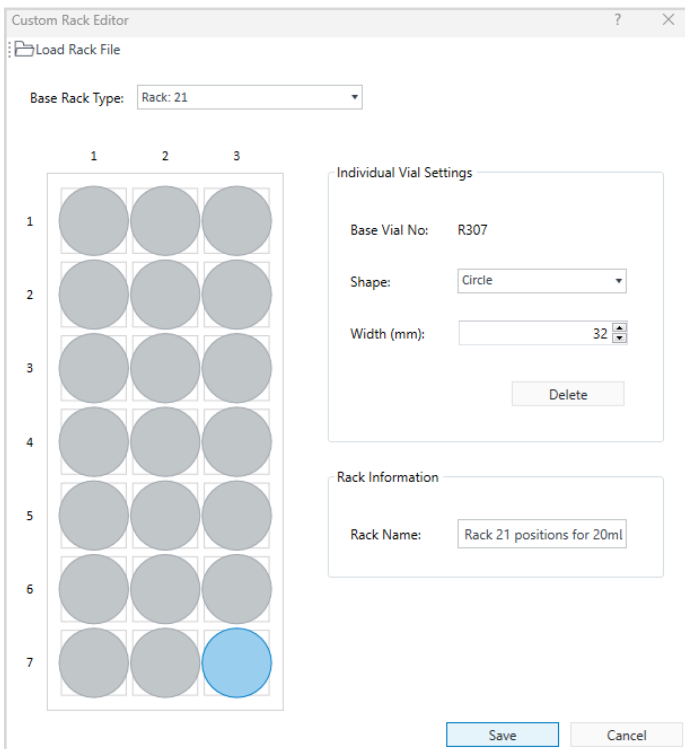


Figure 2. Création du portoir G8410-68001 à 21 positions pour 21 flacons jusqu'à 31,5 mm de diamètre.

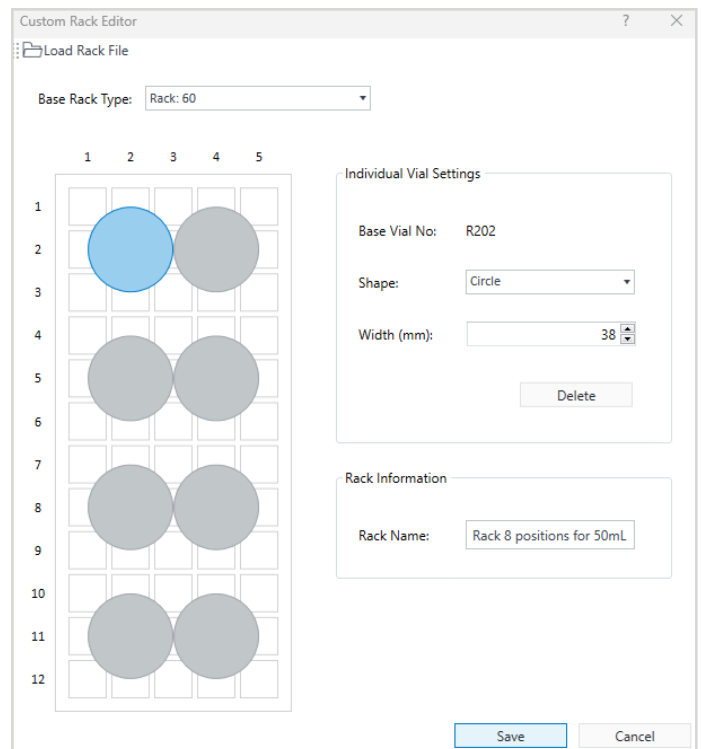


Figure 3. Création du portoir G8410-68002 à huit positions pour huit flacons jusqu'à 38 mm de diamètre.

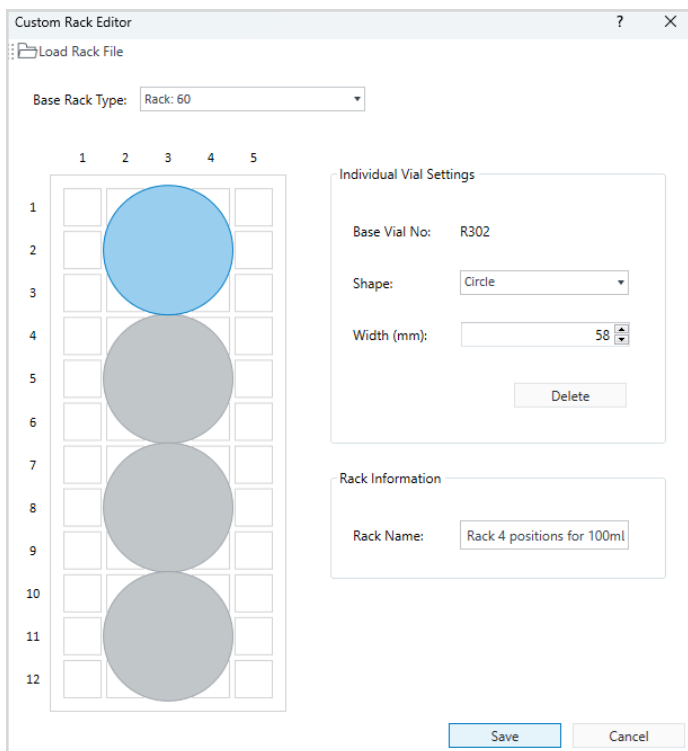


Figure 4. Création du portoir G8410-68003 à quatre positions pour quatre flacons jusqu'à 57,5 mm de diamètre.

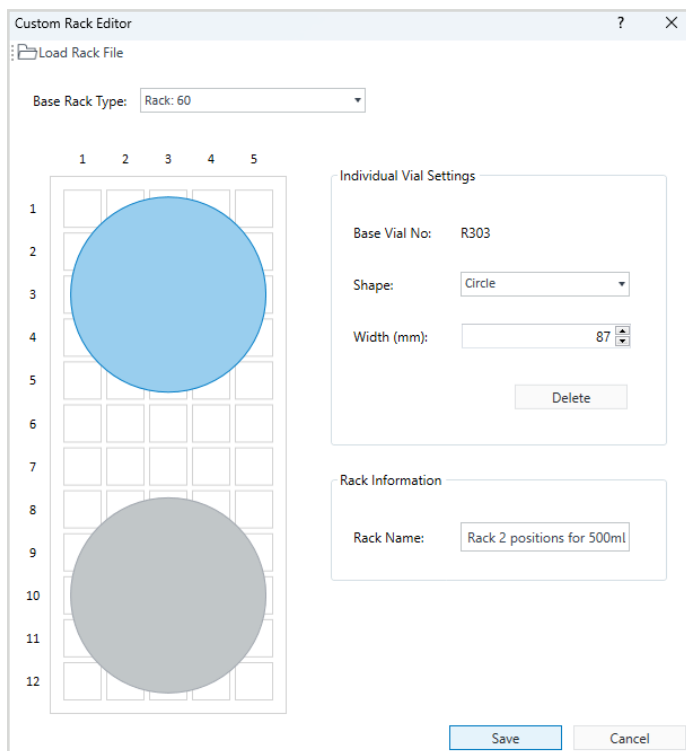


Figure 6. Création du portoir G8410-68005 à deux positions pour deux flacons jusqu'à 87 mm de diamètre.

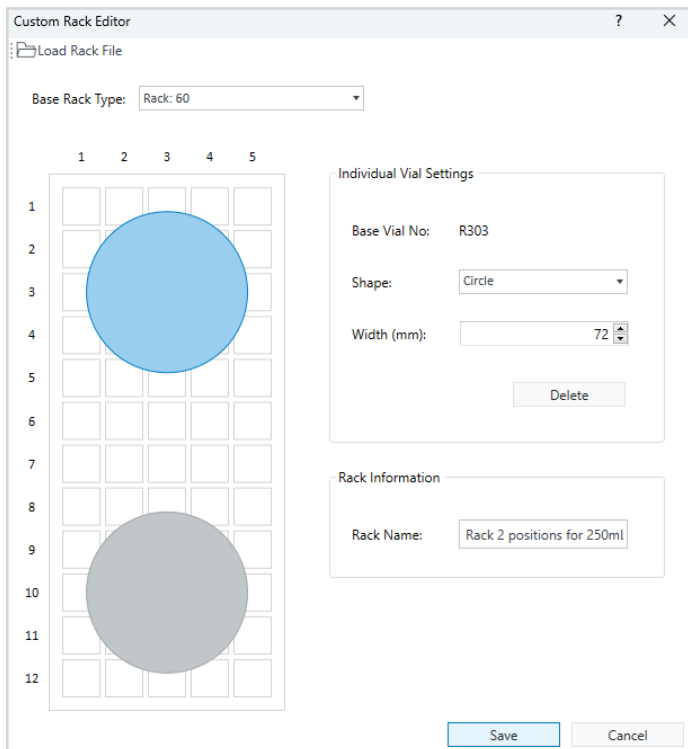


Figure 5. Création du portoir G8410-68004 à deux positions pour deux flacons jusqu'à 72 mm de diamètre.

Une fois qu'ils ont été créés et enregistrés, il est possible d'accéder aux différents portoirs personnalisés à partir du menu déroulant relatif à chacun des portoirs de passeur automatique d'échantillons SPS, comme le montre la Figure 7.

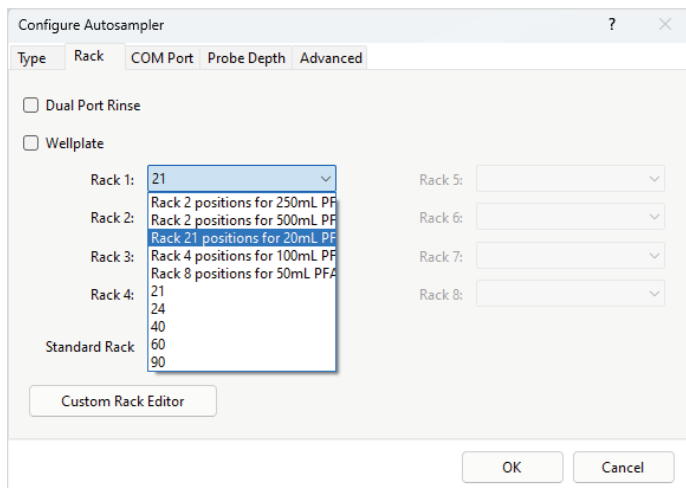
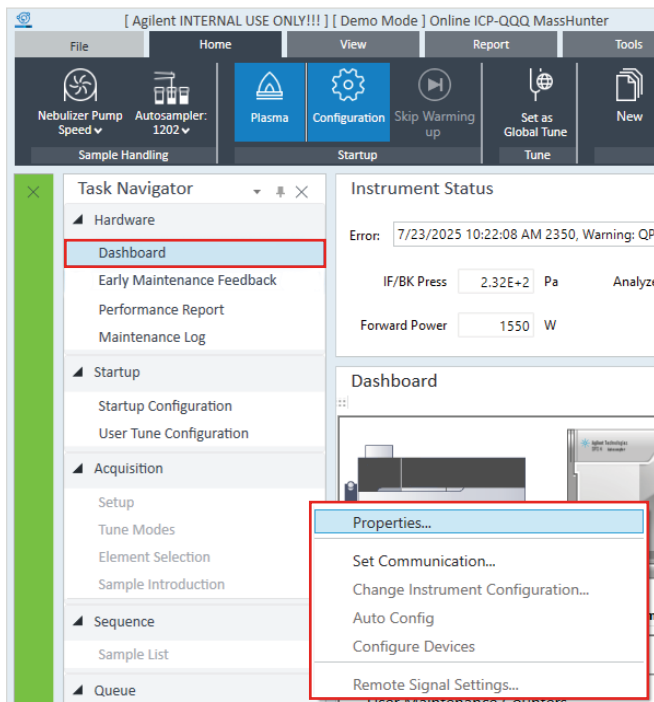


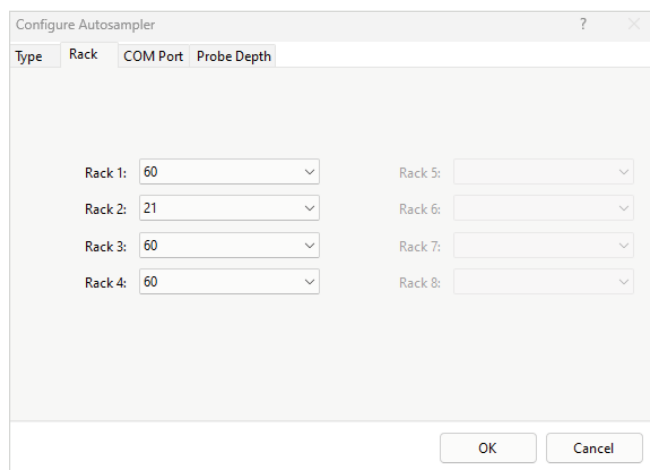
Figure 7. Le menu déroulant pour chacun des portoirs du passeur automatique d'échantillons SPS.

Comment utiliser les portoirs personnalisés SPS avec ICP-MS MassHunter version 5.3 ou inférieure

1. Dans « Dashboard » (Tableau de bord), faites un clic gauche sur l'image du passeur automatique d'échantillons SPS et sélectionnez **Properties...** (Propriétés).



2. Configurez les portoirs souhaités dans l'onglet « Rack » (Portoir).



Le Tableau 3 indique le portoir à configurer et les positions à utiliser pour déplacer la sonde dans les différents flacons.

Tableau 3. Le portoir à configurer et les positions à utiliser pour déplacer la sonde dans les différents flacons.

	Version de portoir				
	G8410-68001 21 positions flacons PFA de 20 mL	G8410-68002 8 positions flacons PFA de 50 mL	G8410-68003 4 positions flacons PFA de 100 mL	G8410-68004 2 positions flacons PFA de 250 mL	G8410-68005 2 positions flacons PFA de 500 mL
Portoir standard à configurer	21	60	60	60	60
Position	Référence flacon indiquée				
1	X101	X202	X302	X303	X303
2	X102	X205	X305	X310	X310
3	X103	X208	X308		
4	X104	X211	X311		
5	X105	X402			
6	X106	X405			
7	X107	X408			
8	X201	X411			
...	X20 2 à 6				
14	X207				
15	X301				
...	X30 2 à 6				
21	X307				

Remplacer X par le numéro de portoir.

www.agilent.com

DE-010211

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2025
Imprimé aux États-Unis, le 9 octobre 2025

G8410-68007FR

