

Installation de votre système de spectroscopie UV-Visible Agilent 8453E

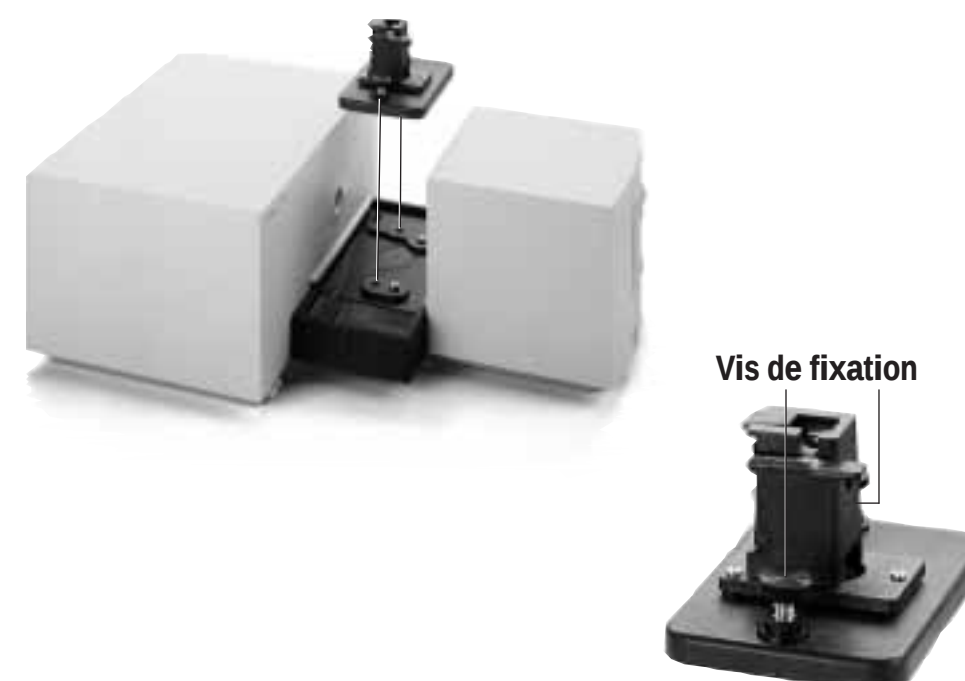
Voici le contenu de notre envoi



Assemblage du système

Etape 1 :

Introduisez le porte-cuve dans la zone échantillon et vissez-le avec les deux vis de fixation fournies.



Etape 2 :

Connectez le module de contrôle au spectrophotomètre en enfichant le câble connecteur dans l'interface CAN adéquate du spectrophotomètre.



Etape 3 :

Connectez le cordon d'alimentation à l'arrière. La tension d'alimentation doit être comprise entre 100 V et 240 V.



Etape 4 :

Installez l'imprimante conformément aux instructions de son manuel. Connectez-la à l'interface RS 232 à l'arrière du Agilent 8453 au moyen du câble d'imprimante fourni.



Etape 5 :

Mettez le spectrophotomètre et le module de commande sous tension en enfichant le bouton Marche/Arrêt du spectrophotomètre.



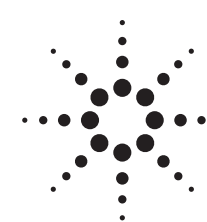
Etape 6 :

Mettez l'imprimante HP sous tension en enfichant le bouton Marche/Arrêt.

Votre système est maintenant configuré et prêt à fonctionner.



Système de Spectroscopie UV-visible
Agilent 8453E



Agilent Technologies