

Votre spectrophomètre vous souhaite la bienvenue:



Sélectionnez votre tâche

Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer dans la barre mise en évidence et atteindre la rubrique désirée, puis appuyez sur **Enter**.

Mono L.O. :
Vous donne accès à la lecture d'une longueur d'onde que vous pouvez définir.

Equation :
Effectuez des calculs définis par l'utilisateur sur jusqu'à quatre longueurs d'onde

Quantification:
Réalisez un étalonnage et une analyse quantitative à une seule longueur d'onde.

Multi L.O. :
Vous donne accès à la lecture de jusqu'à quatre longueurs d'onde que vous pouvez définir.

Spectre :
Appliquez les opérations mathématiques sur un spectre.

Cinétiques:
Effectuez une mesure en fonction du temps à une seule longueur d'onde.

Pour naviguer à travers les menus:



Touches d'action.

Touche de menu contextuel.

Accès au système d'aide.

Les touches F1 à F5 vous permettent de changer de tâche et d'accéder aux réglages du système.

Permet de **Quitter l'écran actuel sans enregistrer vos réglages.**

Le clavier numérique vous permet de contrôler vos accessoires.

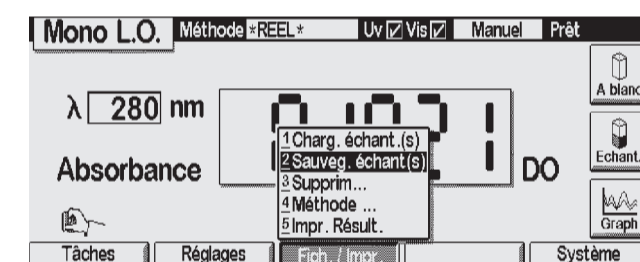
Les flèches verticales permettent de choisir les rubriques.

Les flèches de déplacements horizontaux vous permettent de passer à la rubrique suivante.

Appuyez sur Enter pour activer vos réglages.

Enregistrez vos données

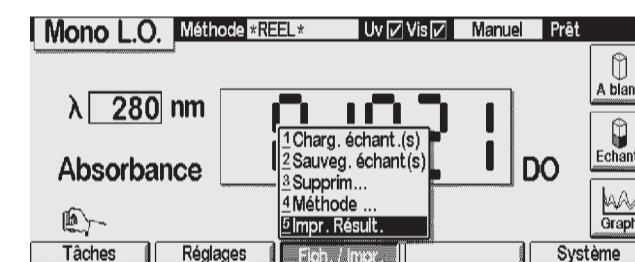
Allez dans la boîte de liste Fichier/Imprimer et sélectionnez Enregistrer les échantillons



Pour entrer le nom de l'échantillon, utilisez 1 2 ... et

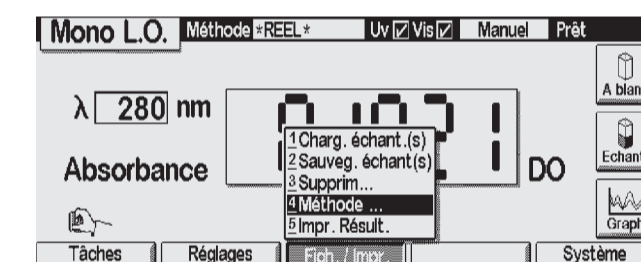
Imprimez vos résultats

Allez dans la boîte de liste Fichier/Imprimer et sélectionnez Imprimer Résultats

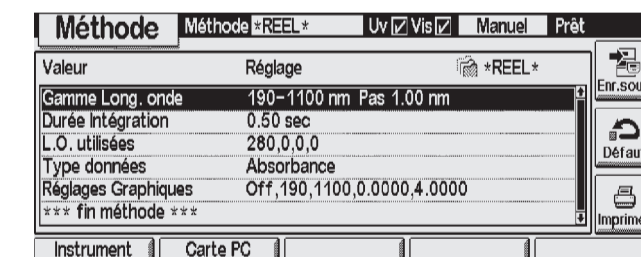


Enregistrez votre méthode

Allez dans la boîte de liste Fichier/Tmprimer et sélectionnez Méthode



Sélectionnez Enregistrez sous



Pour entrer le nom de l'échantillon, utilisez 1 2 ... et

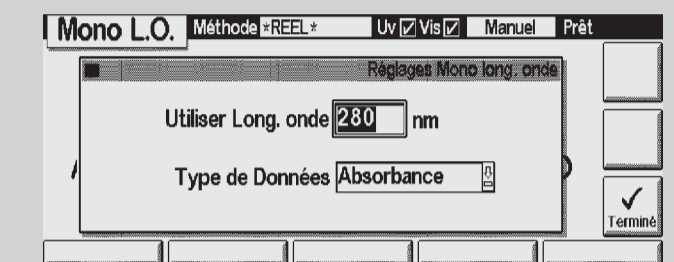
Pour quitter ce dialogue appuyez sur **F6**

Votre première mesure

Etape 1 : Sélectionnez la tâche Mono L.O.

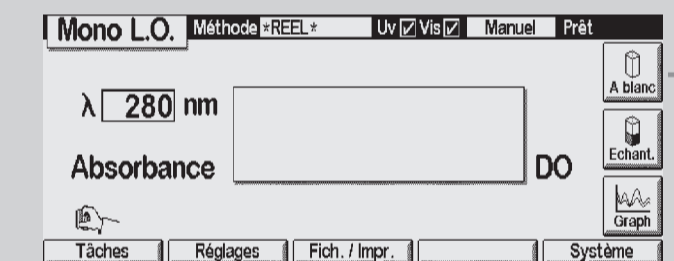


Etape 2 : Définissez Longueur d'onde et Type de données

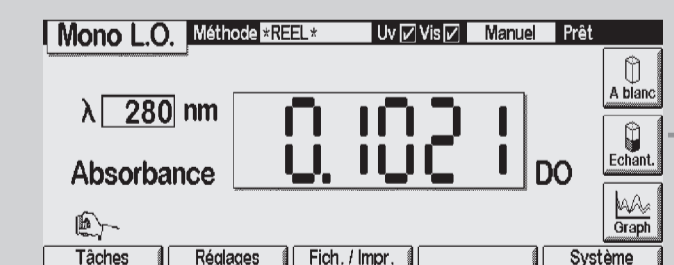


Etape 3 : Effectuez une mesure

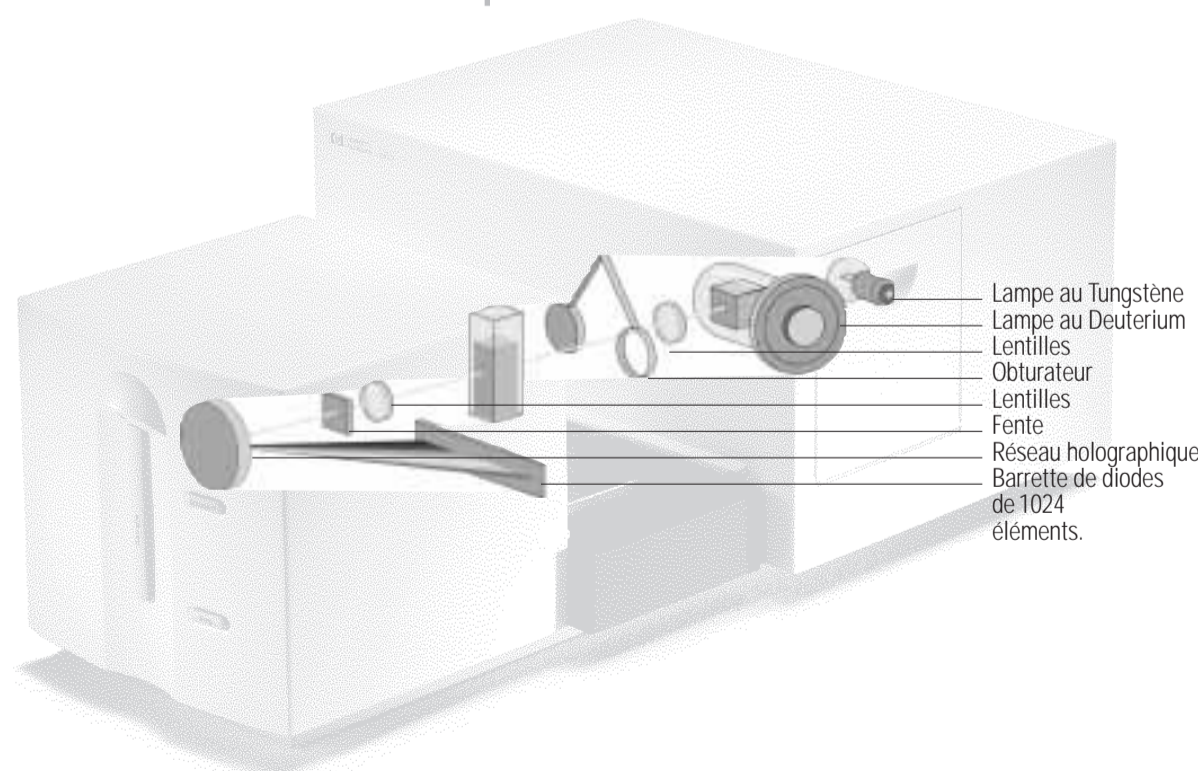
Insérez votre cuve remplie de solvant et mesurez un Blanc



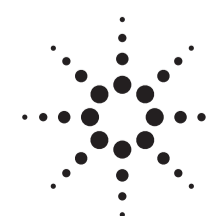
Insérez votre cuve remplie d'un échantillon et effectuez une mesure d' échantillon



Pour modifier Type de données, et L.O appuyez sur **F2**



Système de spectroscopie UV-visible
Agilent 8453E



Agilent Technologies

© Copyright Agilent Technologies, 2000
Tous droits réservés. La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans autorisation écrite préalable est interdite, sauf dans le cadre des lois sur le copyright.
Imprimé en Allemagne 02/00