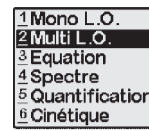
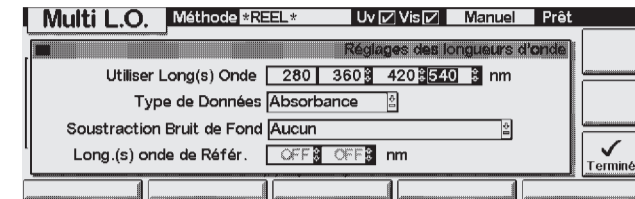


Multi Longueur d'onde

Etape 1 : Sélectionnez la Tâche **Multi L.O.**



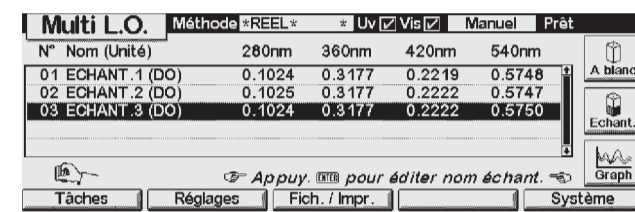
Etape 2: Définissez **Longueur d'onde**, **Type de données** et **Correction de fond**



Fait

Pour fermer le champs Longueur d'onde, utilisez ↑ ↓

Etape 3 : Mesurez un **Blanc** puis un **Echantillon**



Blanc

Echantillon

Pour modifier le nom de l'échantillon, pressez **Enter**

Pour quitter cetteboite de dialogue **F6**

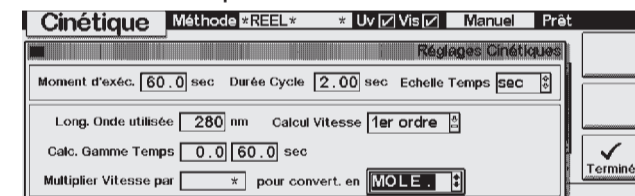
Pour modifier **type de données**, **Longueur d'onde** et **Correction de fond** pressez **F2**

Cinetiques

Etape 1: Sélectionnez la Tâche **Cinétique**



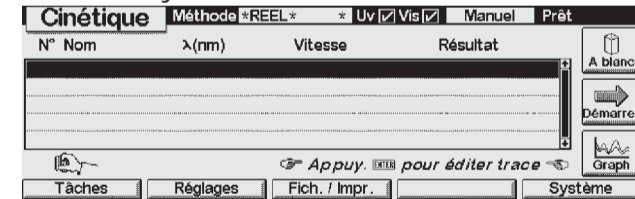
Etape 2: Définissez les paramètres de la mesure cinétique



Fait

Réglez les paramètres appropriés tels : **Temps d'analyse**, **Temps de cycle**, **Longueur d'onde** ...

Etape 3: Mesurez un **Blanc**, puis **Démarrez** votre analyse



Blanc

Démarrer

Pour modifier un Nom de Trace pressez **Enter**

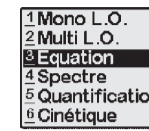
Pour recalculer les données, pressez **F2** et pour quitter cette boite de dialogue, pressez **F6**

Pour afficher une trace temps, pressez **F6** et pour quitter cette boite de dialogue, pressez **Esc**

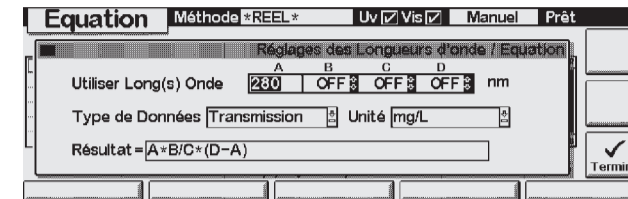
Pour modifier les paramètres cinétiques, pressez et sélectionnez **Acquisition & Calcul** **F2**

Equation (max. 4 Longueurs d'onde)

Etape 1 : Sélectionnez la Tâche **Equation**



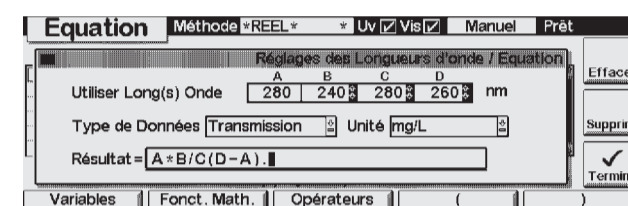
Etape 2a: Définissez **Longueur d'onde**, **Type de données** et **Unités**



Pour fermer le champ Longueur d'onde, utilisez ↑ ↓

Déplacez le curseur vers la boite de modification des **Résultats**

Etape 2b : Entrez une Equation



Fait

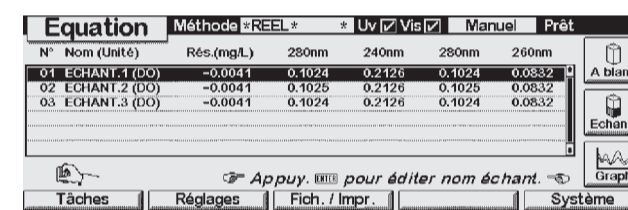
Choisissez une Variable

Choisissez une fonction mathématique

Choisissez une opération mathématique

Définissez les encadrements

Etape 3 : Mesurez un **Blanc**, puis un **Echantillon**



Blanc

Echantillon

Pour modifier un nom d'échantillon, pressez **Enter**

Pour quitter ce dialogue, pressez **F6**

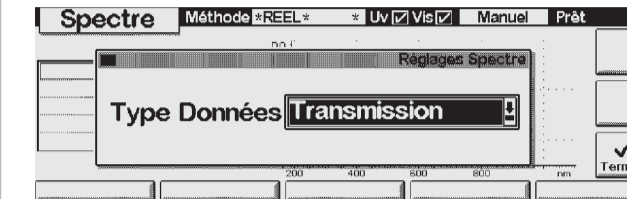
Pour modifier **type de données**, **Longueurs d'onde** et **Correction de fond** pressez **F2**

Spectre

Etape 1: Sélectionnez la Tâche **Spectre**

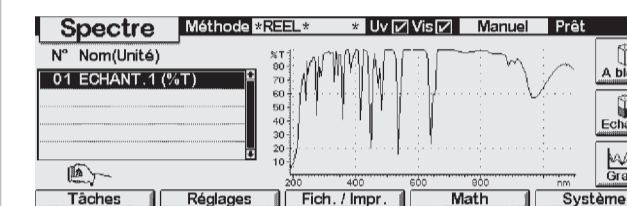


Etape 2: Définissez **Type de données**



Fait

Etape 3: Mesurez un **Blanc**, puis un **Echantillon**



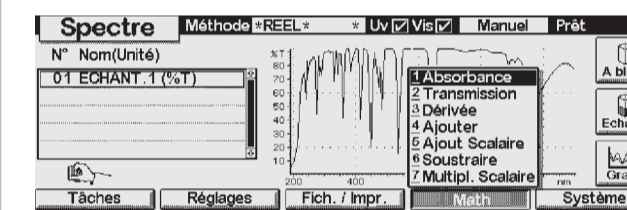
Blanc

Echantillon

Pour modifier le nom de l'échantillon pressez **Enter**

Pour quitter cette boite de dialogue, pressez **F6**

Etape 4 : Sélectionnez une **opération mathématique**



Pour régler les paramètres utilisez 1 2 ... ou ↑ ↓

et suivez les instructions à l'écran

Pour quitter cette boite de dialogue, pressez **F6**

Pour supprimer unSpectre: Sélectionnez-le et appuyez ↑ ↓ sur **m**

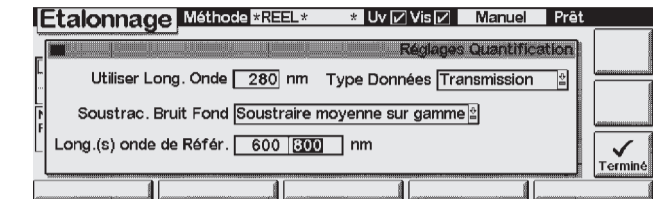
Pour modifier des données, pressez **F2**

Quantification

Etape 1 : Sélectionnez la tâche **Quantification**



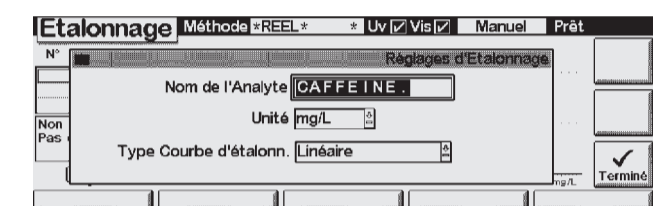
Etape 2 : Définissez **Longueur d'onde**, **Type de données** et **Correction de fond**



Fait

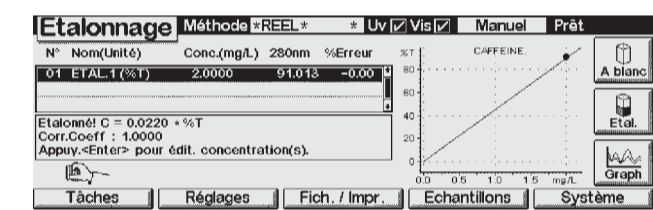
Pressez **F2**, sélectionnez **Etalonnage** et pressez **Enter**

Etape 3 : Définissez **Nom de l'analyte**, **Unités** et **Type de courbe d'étalonnage**



Fait

Etape 4 : Mesurez un **Blanc**, puis un **Etalon**



Blanc

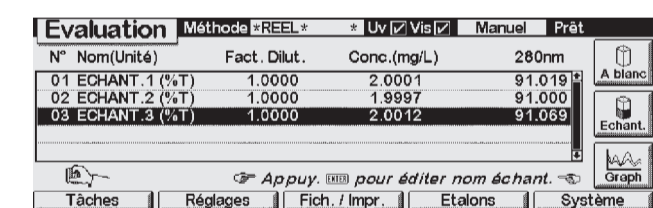
Etalon

Pressez **Enter**, modifiez la Concentration et le Nom de l'Etalon et pour quitter ce dialogue, pressez **F6**

Pour supprimer un étalon, sélectionnez-le ↑ ↓ et pressez **m**

Pressez **F4** pour démarrer votre analyse

Etape 5 : Mesurez un **Blanc**, puis un **Echantillon**



Blanc

Echantillon

Pour modifier un nom d'échantillon, pressez **Enter** et pour quitter cette boite de dialogue pressez **F6**

Pour modifier **type de données**, **Longueurs d'onde**, **Correction de fond** ou Paramètres d'étalonnage, pressez **F2**

Definition des touches dans les dialogues

- Enter** Pour modifier un nom d'échantillon, pressez
- F6** Pour quitter ce dialogue, pressez
- Esc** Pour modifier **type de données**, **Longueurs d'onde** et **Correction de fond** pressez
- ↑ ↓ Sélectionner des rubriques dans les boites de liste ou entrer des caractères alphabétiques
- ← → Vous déplacer dans les rubriques à l'écran
- 1 2 ... Entrer des caractères numériques
- ▶ Vous déplacer vers la lettre ou au caractère suivant
- ◀ Supprimer une lettre ou une entrée
- i Accéder à l'aide contextuelle



Système de spectroscopie UV-Visible Agilent 8453E



Agilent Technologies