

Qu'est ce que le multiplexing ?

Multiplexer différents essais permet d'obtenir un ensemble de données à partir d'un même échantillon. L'avantage principal est d'avoir une meilleure compréhension de l'évènement que vous mesurez dans le contexte d'un autre paramètre, minimisant ainsi une interprétation erronée. Le second avantage est qu'il vous permet de normaliser vos résultats. Pour multiplexer plusieurs essais, il faudra que les signaux des différents essais soient spectralement ou temporellement distincts, les chimies doivent être compatibles et être utilisables sur le même puits tout en pouvant être facilement séparées.

Par ex : mesure sur le même puits de la viabilité en fluorescence à 400Ex/505Em, suivi de la mesure de la cytotoxicité à 485Ex/520Em et enfin mesure de l'apoptose par luminescence.

Pour plus d'informations :

Cliquer ici ►

- ApoTox-Glo™ Triplex Assay Technical Manual
- Multiplexing Live and Dead Cell Assays on the GloMax® Discover System

Cliquer ici ►

Cliquer ici ►

Pour contacter notre support technique :

Tel. 0 800 488 000 - email. supportfr@promega.com

