

Comment mesurer la viabilité cellulaire sur vos cultures 3D ?

Le **CELLTITER-GLO 3D** est un essai bioluminescent qui va mesurer le niveau d'ATP intracellulaire permettant ainsi de quantifier la viabilité cellulaire au sein de sphéroïdes 3D. Pour cela, un protocole et la formulation du réactif ont été optimisés. Le **CELLTITER-GLO 3D** fonctionne avec un seul réactif, sous forme liquide, qui va générer un signal lumineux plus intense et sensible que les méthodes colorimétriques ou fluorescentes. La capacité lytique du **CELLTITER-GLO 3D** libère plus d'ATP à partir de sphéroïdes 3D de grandes tailles et permet la mesure de la viabilité cellulaire de façon plus précise que les kits conventionnels.

Pour plus d'informations :

Cliquer ici

- Celltiter-Glo 3D
- Manuel technique

Cliquer ici

Cliquer ici

Pour contacter notre support technique :

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

