

En savoir plus sur eNotes

eNotes est pour vous une source d'information précieuse sur de nombreuses applications. Vous connaissez Promega pour l'excellence de ses gammes de réactifs et de systèmes dans le domaine des Sciences de la Vie d'aujourd'hui. Alors consultez eNotes et vous trouverez les réponses à vos questions de recherche.

"...une abondance de supports d'applications..."

eNotes bénéficie des avantages d'Internet tout en gardant le côté pratique et convivial du papier. Nous apportons un soin particulier à la mise en page des informations sur nos applications et caractéristiques... dans un format facile à imprimer. Chaque information est soigneusement vérifiée avant sa mise en ligne. Nous vous offrons ainsi une information sûre et rapide.

Ce que vous trouverez dans...

Les Applications: Il s'agit d'un support technique pour les produits Promega avec des applications spécifiques. Ces informations proviennent des clients et des scientifiques de Promega de deux manières: par des soumissions directes, ou à la suite d'une participation concluante au programme de Gratifications (Rewards). Nous vous encourageons vivement à participer à cet échange, à partager vos méthodes et vos "trucs" de laboratoire avec vos collègues du monde entier.

Les Gratifications:

Le programme de Gratifications vous offre la possibilité d'obtenir gratuitement des produits Promega pour vos essais expérimentaux. Il vous suffit de proposer une application pour laquelle vous avez utilisé les produits Promega, en précisant clairement quel réactif ou quel système ont été nécessaires à la bonne conduite de votre expérience et pourquoi cela a été important. En contrepartie, Promega se réserve le droit de publier les résultats de l'expérience dans Promega eNotes ou Promega Notes.



En échange de vos résultats, vous recevrez des lots constitués du produit gratuit décrit dans l'application ainsi que des produits gratuits que vous aurez choisis...

Deux gratifications sont allouées par thème d'application et deux thèmes d'application sont diffusés en même temps. Ainsi, nous recherchons des applications concernant la Purification des Acides Nucléiques de Plantes, la Transfection, l'Apoptose et la RT-PCR.

Les Citations: Ce sont les produits Promega apparaissant dans des applications nouvelles et intéressantes issues de la littérature scientifique.

FAQspeak: Ce sont les Questions les Plus Fréquentes posées au Service Technique Global de Promega.



These "eNotes" have a lot of useful information but they're hard to copy.

Features: Questions d'intérêt général pour la vie du scientifique.

Autres spécificités: La souscription à des e-mails de mise à jour pour eNotes, des dessins humoristiques ayant la science pour thème dans le "Cartoon Lab" et les offres d'emploi de Promega.

Les questions les plus fréquentes à propos de eNotes

La fréquence de parution de eNotes n'est pas vraiment définie... Nous mettons à jour eNotes régulièrement et publions des informations sur les nouveaux produits et sur Promega aussi souvent que possible. Nous ajoutons continuellement des articles sur des applications nouvelles, des citations et des questions relatives à nos produits et applications.

Connectez-vous à www.promega.com/enotes et visitez le site souvent! Si vous optez pour une notification par e-mail (www.promega.com/enotes/subscribe/default.htm), nous vous enverrons un e-mail de mise à jour avec un bref descriptif du nouveau contenu incluant les liens hypertextes par thème. Actuellement, les e-mails de mise à jour sont mensuels. Si vous ne souhaitez plus les recevoir, vous pouvez vous désabonner très simplement.

Pour conclure, Cher Client, eNotes est pour vous...

D'avance nous vous remercions pour vos futures suggestions ou contributions. Envoyez-nous un e-mail à enotes@promega.com ou connectez-vous à www.promega.com/enotes, cliquez sur "Contact Us!" et complétez le bref questionnaire en ligne.

Questions? Comments? Concerns?

Tim Rickey
eNotes Senior Editor
enotes@promega.com

eNotes

Reagents & Solutions

800-356-9526

608-274-4330

enotes@promega.com