

FuGENE® HD Transfection Reagent

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES PRODUITS E2311 ET E2312

Protocole de transfection

Préparation du réactif : FuGENE® HD Transfection Reagent

1. Avant utilisation, laissez revenir le réactif à température ambiante.
2. Mélangez par inversion. Si un précipité est visible, chauffez rapidement à 37°C puis refroidissez à température ambiante.

Protocole général de transfection

1. Dans un tube stérile ou une plaque à fond type U ou V, ajoutez 90 à 98 µl de milieu préchauffé à température ambiante pour obtenir un volume final après addition d'ADN de 100 µl. Ajoutez 2 µg d'ADN plasmidique (0.2–1 µg/µl), et mélangez. Pour un ratio 3:1 FuGENE® HD Transfection Reagent:ADN ajoutez 6 µl de réactif FuGENE® HD directement dans le milieu et mélangez immédiatement. Pour les autres ratios consultez le tableau 1

Note: ne laissez pas le réactif FuGENE® HD directement en contact avec les bords du tube ou la plaque à fond type U ou V.

Tableau 1. Optimisation des conditions de transfection avec différents ratios FuGENE® HD: ADN.

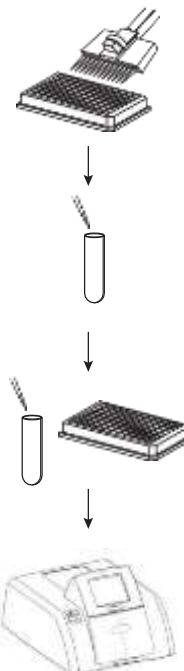
| | Ratio of FuGENE® HD Transfection Reagent to DNA | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 4:1 | 3.5:1 | 3:1 | 2.5:1 | 2:1 | 1.5:1 |
| Medium to a final volume of | 100µl | 100µl | 100µl | 100µl | 100µl | 100µl |
| DNA amount | 2µg | 2µg | 2µg | 2µg | 2µg | 2µg |
| Volume of FuGENE® HD Transfection Reagent | 8µl | 7µl | 6µl | 5µl | 4µl | 3µl |

2. Incubez le mélange de transfection pendant 0-15 min à température ambiante.
3. Ajoutez 2–10 µl du mélange par puits d'une plaque 96 puits contenant 100 µl de cellules dans le milieu de culture. Mélangez doucement. Mettre les cellules dans l'incubateur pendant 24–48 h.
4. Mesurez l'efficacité de transfection en utilisant un dosage approprié pour le gène rapporteur utilisé. Lors d'une transfection transitoire, les cellules sont typiquement dosées 24 à 48 heures après la transfection

Pour plus d'informations se reporter au manuel technique #TM328, disponible sur le site : www.promega.com/tbs/

Pour obtenir une liste des conditions utilisées pour transfecter divers types de cellules, visitez notre base de données de protocole FuGENE® HD à l'adresse suivante: www.promega.com/techserv/tools/FugeneHD

FuGENE est une marque déposée de Fugent, LLC., USA.



Ensemencer les cellules un jour avant la transfection.

Diluer l'ADN dans le milieu

Ajouter le FuGENE® HD Transfection Reagent. Incuber 0–15 minutes.

Ajouter le mélange FuGENE® HD Transfection Reagent:ADN aux cellules et mélanger doucement.

Mesurer les résultats

8611TB