

ViaFect™ Transfection Reagent

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES PRODUITS E4981, E4982 AND E4983

Protocole de transfection en plaque 96 puits

Préparation du réactif : ViaFect™ Transfection Reagent

1. Avant utilisation, laisser revenir le réactif à température ambiante
2. Mélanger par inversion

Protocole général de transfection

1. Pour préparer les mélanges de transfection : Dans un tube stérile ou une plaque à fond type U ou V, ajouter 90 à 99 µl de milieu sans sérum préchauffé à température ambiante pour obtenir un volume final après addition d'ADN de 100 µl. Ajouter 1 µg d'ADN plasmidique, et mélanger. Pour un ratio 3: 1 réactif de transfection ViaFect™ : ADN, ajoutez 3 µl de réactif de transfection ViaFect™ et mélangez. Pour les autres ratios consulter le tableau 1.

Remarques:

- Il est préférable de distribuer le réactif de transfection ViaFect™ directement dans le milieu.
- Si une toxicité cellulaire est observée, utiliser moins d'ADN peut réduire la toxicité et maintenir une efficacité élevée de transfection. Ceci doit être optimisé pour chaque lignée cellulaire.

1. Tableau - Optimisation des conditions de transfection avec différents ratios ViaFect™: ADN.

	Ratio of ViaFect™ Transfection Reagent:DNA				
	1.5:1	2:1	3:1	4:1	6:1
Medium to a final volume of	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
DNA amount	1µg	1µg	1µg	1µg	1µg
Volume of ViaFect™ Transfection Reagent	1.5µl	2µl	3µl	4µl	6µl
Pour chaque ratio ces volumes sont suffisants pour 20 puits (5 µl / puits) ou 10 puits (10 µl / puits) d'une plaque à 96 puits chaque rapport					

2. Incuber le mélange de transfection pendant 5-20 min à température ambiante.
3. Ajouter 5–10µl du mélange par puits d'une plaque 96 puits contenant 100µl de cellules dans le milieu de culture. Mélanger doucement. Mettez les cellules dans l'incubateur.
4. Mesurer 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.

Il est recommandé aux utilisateurs de prendre connaissance du protocole complet #TM409, disponible en ligne sur <https://www.promega.com/protocols>

Service Client • 0 800 487 999 • contactFR@promega.com
Support Technique • 0 800 488 000 • supportFR@promega.com
www.promega.com