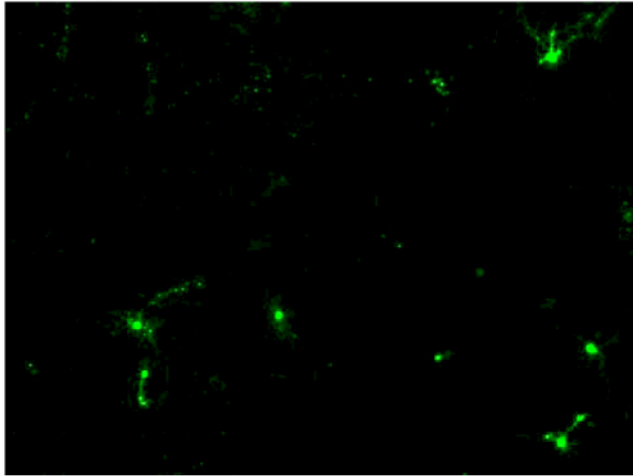


# Rat primary corical neurons への導入事例

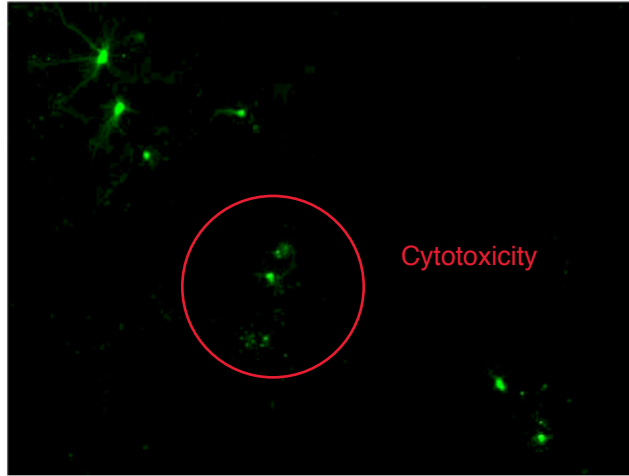
社

HilyMax

Reagent 2.5 $\mu$ l Plasmid 1.5 $\mu$ g



Reagent 5.0 $\mu$ l Plasmid 1.5 $\mu$ g



## Culture Condition

- Cell : Rat primary corical neurons, 100,000 cells/well
- Media :
  - Media A; Neurobasal Media (500 $\mu$ L) + B-27(10 $\mu$ L)  
+ 0.5mM Glutamine (1.25 $\mu$ L)
  - Media B; Media A + pen/strep (5 $\mu$ L)
- Microplate : 24-well plate

## Transfection Condition

- Vector :Conventional expression promoter driven EGFP
- Reagent : HilyMax or Company I
- Ratio : (Reagent):(Plasmid) = (2.5):(1.5) $\rightarrow$ (5.0):(1.5)
- DNA-HilyMax複合体の調製用培地 : Neurobasal Media  
Neurobasal Media(25 $\mu$ l)+plasmid,  
Neurobasal Media(25 $\mu$ l)+Reagent  
 $\rightarrow$ それぞれをNeurobasal Mediaに混和、5分間馴染ませた後に  
混合し、20分インキュベーションする。
- 遺伝子導入後の培地交換 : 有 (3時間後)

## <導入手順>

1. Primary Neuron Cellを24-Well plateにて培養  
([Media-B]を使用)
2. [Medium-B]を300 $\mu$ l取り除き、[Media-A]を250 $\mu$ l添加し、  
Total 450 $\mu$ lとする。  
(この時取り除いた[Media-B]は後から使用する $\rightarrow$ [Media-B'])
3. ReagentとPlasmidの混合物 50 $\mu$ lを添加し、インキュベ  
ーションする。
4. 3時間後、Mediaを交換する。  
(交換用Media : [Media-B'] + [Media-B'] を1:1で混合したものを使用)
5. 48時間後にイメージングを行う。

(データ提供 : Johns Hopkins University, Dr. Minori Koga)