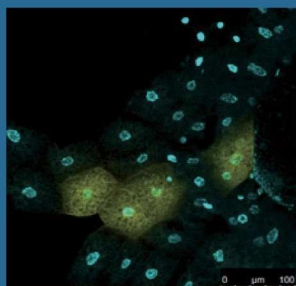


# β-ガラクトシダーゼ検出プローブ SPiDER-βGal

優れた膜透過性と細胞内滞留により  
β-ガラクトシダーゼのみを高感度に検出

DOJINDO MOLECULAR TECHNOLOGIES, INC.

## 組織のライブイメージング



未固定のショウジョウバエ組織を 10 μM SPiDER-βGal と 16 μM Hoechst 33342 にて 20-30 分間染色後、共焦点顕微鏡にて観察。

黄色：SPiDER-βGal  
青色：Hoechst 33342

β-ガラクトシダーゼ発現細胞に隣接する未発現細胞に対し、全くにじみ出ることなく、β-ガラクトシダーゼ発現細胞のみを特異的に染色できる。

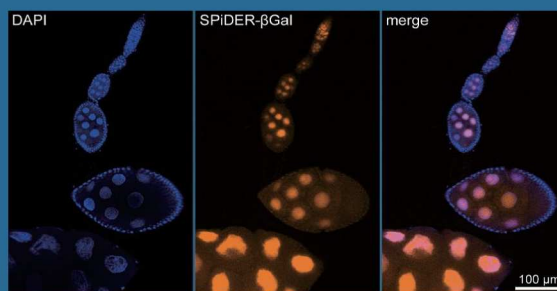
(データ提供：東京大学大学院医学系研究科 浦野泰照教授)

## 固定後の組織イメージング

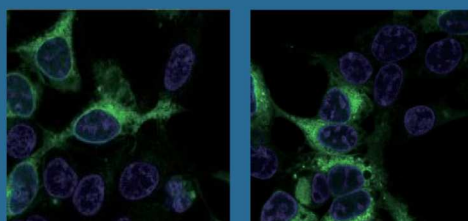
ショウジョウバエ生殖細胞をホルマリン固定後、SPiDER-βGalとDAPIにて染色後、蛍光顕微鏡にて観察。

生殖細胞中の核に発現したβ-ガラクトシダーゼをSPiDER-βGalにより確認できる。

(データ提供：熊本大学発生医学研究所 中村輝教授)



## 固定化前後の細胞イメージング



生細胞 固定化細胞  
緑色：SPiDER-βGal 青色：Hoechst 33342

HEK293細胞およびβ-ガラクトシダーゼ安定発現HEK/LacZ細胞を1:1となるよう混合培養し、固定化前後でSPiDER-βGalによる染色を行い共焦点顕微鏡で観察。

固定化後も固定前と比較して、同様のイメージング像が得られる。

同仁化学 SPiDER 検索

WEBでもっと詳しく!!

