

キットコンポーネント性状変更のご連絡

弊社製品 GSSG/GSH Quantification Kit のキットコンポーネントの1つである Enzyme Solution に関しまして性状を変更致しました。なお、この度の変更では、品質、取扱方法および測定操作に関する変更はございません。従来通りの品質ですので、引き続きご使用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

対象製品名： GSSG/GSH Quantification Kit

品コード： G257

変更内容： Enzyme Solution の性状

(左) 旧 Enzyme Solution
(懸濁液)

(右) 新 Enzyme Solution
(澄明)

