

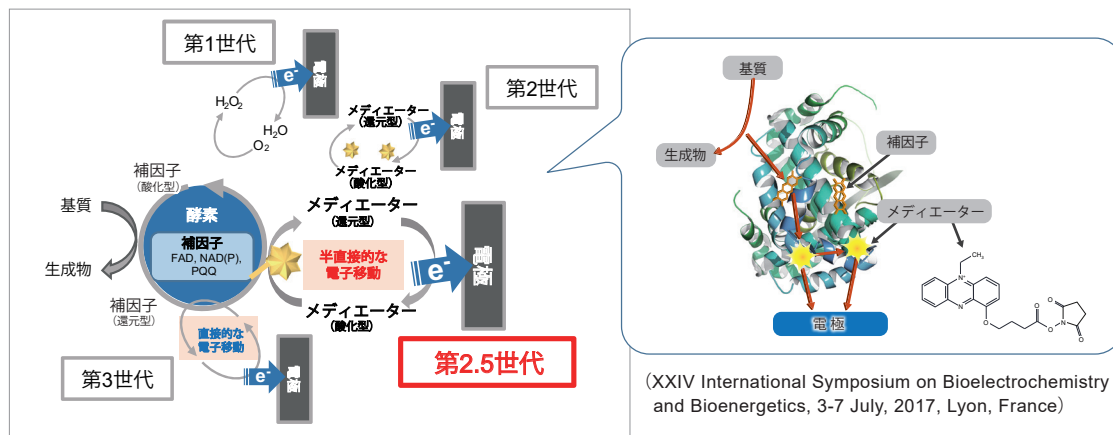
標識可能な 新規電子メディエーター

Amine-reactive PES

Amine-reactive PESはアミノ基反応性を有する新規電子メディエーターです。バイオセンサーで使用される酸化還元酵素へ結合することにより、次世代バイオセンサーへの応用が期待されます。本製品を用いた修飾酵素については、特許出願中です。

新世代の電子メディエーター

各種酵素に修飾した電子メディエーターは、酵素の働きを維持して電極に電子を受け渡しできることが報告されました。高価な金属錯体を置き換えることや電極からの電子メディエーターの漏出抑制等の効果が期待されます。



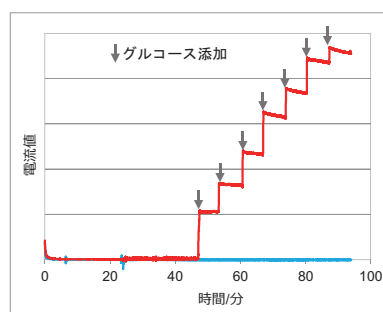
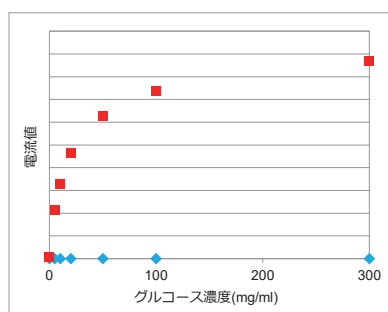
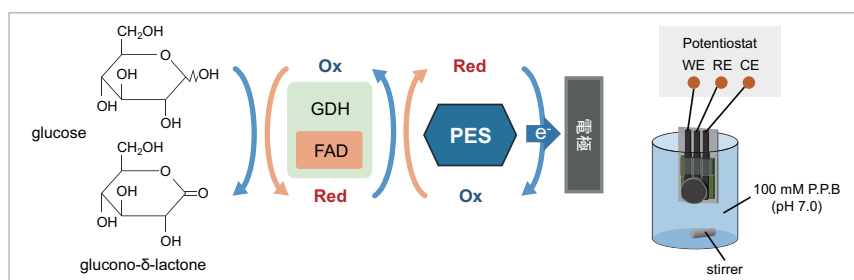
(XXIV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 3-7 July, 2017, Lyon, France)

参考文献

Stefano Ferri, Katsuhiko Kojima and Koji SODE, "Review of Glucose Oxidases and Glucose Dehydrogenases: A Bird's Eye View of Glucose Sensing Enzymes". *Journal of Diabetes Science and Technology*, 2011, 5(5),1068

測定例：グルコース測定

クローンアンペロメトリー (0 mV vs Ag/AgCl)

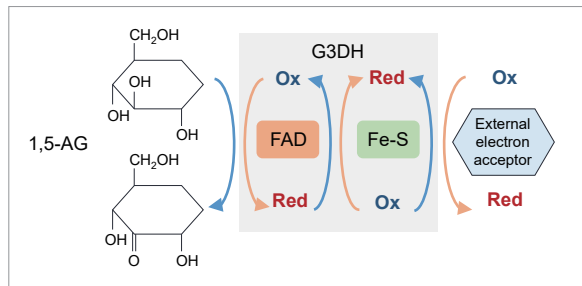


電子メディエーター修飾酵素 (GDH) を用いることで未修飾GDHでは不可能なグルコース濃度の定量及びモニタリング測定が可能です。

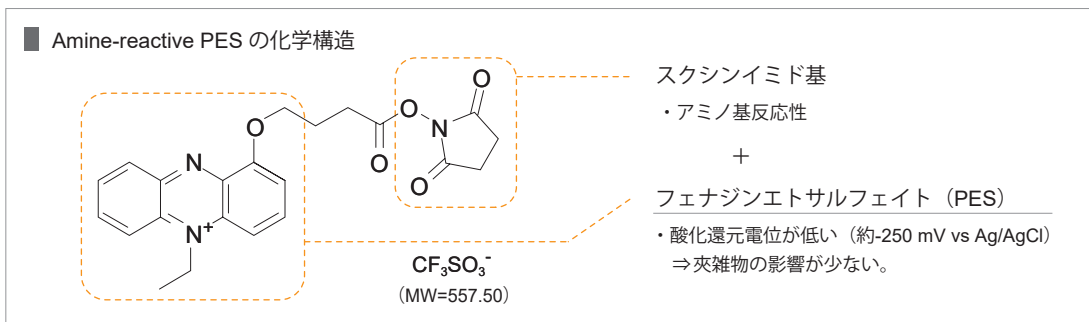


GDH 以外にも電子の受渡しが可能

- FAD 依存性グルコース脱水素酵素 (FAD-GDH)
- 乳酸酸化酵素 (LOx)
- フルクトシルアミノ酸化酵素 (FAOx)
- コレステロール酸化酵素 (ChOx)
- ピラノース酸化酵素 (PyOx)



Amine-reactive PES の性質



Amine-reactive PES の酵素修飾手順

酵素とAmine-reactive PESを混ぜるだけの簡単な操作で修飾することができます。



品名	容量	希望納入価格	和光コード	メーカーコード
Amine-reactive PES	10 mg	¥ 52,500-	340-09311	A543

原理や測定プロトコル
詳細はコチラ

A543 同仁 検索

- 1) 記載価格は本体価格のみで、消費税等は含まれておりません。
- 2) 記載価格はこのパンフレット編集時(2018年5月)における希望納入価格です。予告なしに変更する場合がございますのでご注意ください。
- 3) 試験・研究用のみに使用するものです。医療用その他の目的には使用できません。

関連製品

- 電子メディエーター 1-Methoxy PMS
- 安定化電子メディエーター 1-Methoxy PES

発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

FreeDial : 0120-052-099 FreeFax : 0120-052-806
URL : ffwk.fujifilm.co.jp

取扱店

製造元・国内問合せ先

株式会社同仁化学研究所

Tel : 096-286-1515(代表) FreeDial : 0120-489-548
URL : www.dojindo.co.jp E-mail : info@dojindo.co.jp

ドージン・イースト(東京)

Tel : 03-3578-9651(代表)