

平成24年1月20日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
(コード番号：4572)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 相川 法男
(TEL 078-302-7075)

組織変更に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり、組織変更を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 組織変更について

平成24年1月20日付けで、下記の通り組織変更を行います。

①組織変更の内容

「品質管理室」を新設します。

②組織変更の目的

創薬支援事業におけるタンパク製造及び受託試験の品質管理及び品質保証体制の強化

以 上