

平成23年12月22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)

組織変更及び人事異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり、組織変更及び人事異動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1日付で、下記の通り組織変更を行います。

①組織変更の内容

「生産技術部」を廃止し、「製造部」及び「受託試験部」を新設します。

②組織変更の目的

創薬支援事業における受託試験の品質保証体制の強化及び生産性の向上

2. 人事異動について

役員の異動

(平成23年12月22日付)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
吉野 公一郎	代表取締役社長 兼 営業部長	代表取締役社長
桑原 慎一	取締役事業開発担当 兼 CarnaBio USA社長	取締役事業開発担当

部長人事

(平成24年1月1日付)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
白井 豊一	総務部長 兼 内部監査部長	総務部長
井上 喜雅	受託試験部長 兼 情報システム部長	内部監査部長 兼 情報システム部長
秋田 憲作	製造部長	生産技術部長

以 上