

平成23年 3 月23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 078-302-7039)

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、組織変更およ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23年 3 月24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

- ・「営業本部」並びに「営業第一部（国内営業）」、「営業第二部（海外営業）」及び「営業企画部」を廃止し、代表取締役社長直轄の「営業部」を新設します。
- ・「研究技術本部」を廃止し、「研究開発部」及び「生産技術部」を代表取締役社長直轄とします。

②組織変更の目的

創薬支援事業における営業、研究開発、製造及びサービスの提供に係る意思決定の迅速化を目的として、営業本部及び研究技術本部を廃止し、代表取締役社長直轄の部門として再編・新設します。

2. 人事異動について

部長人事

(平成23年 3 月24日付)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
大河内 勝秀	経営管理本部 経営企画部長	経営管理本部 経営企画部マネージャー
木曾 雅嘉	営業部長	営業本部 営業第一部長
桐井 康行	研究開発部長	研究技術本部 研究開発部主席研究員
秋田 憲作	生産技術部長	研究技術本部 生産技術部長

以 上