

平成27年 3 月24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 経営管理本部長 吉野 公一郎  
 (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27年 3 月24日付けで、下記の通り組織変更を行います。

1) 研究開発本部の新設

創薬研究を目的とする「創薬研究部」と創薬基盤技術の強化を目的とする「研究開発部」を統合し、「研究開発本部」を新設する。

2) 創薬支援事業本部の新設

創薬支援事業の更なる飛躍を目的として、「創薬支援事業本部」を新設する。同本部に「営業部」、「製造部」、「受託試験部」を設置する。

2. 人事異動について

役員の異動

(平成27年 3 月24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 経営管理本部長 兼 株式会社ProbeX代表取締役社長	代表取締役社長 兼 営業部長 兼 株式会社ProbeX代表取締役社長
相川 法男	取締役創薬支援事業本部長 兼 同本部営業部長 兼 知的財産・法務部長	取締役経営管理本部長 兼 知的財産・法務部長
澤 匡明	取締役研究開発本部長	創薬研究部長

## 部長人事

(平成27年3月24日付)

氏名	新役職名	現役職名
山本 詠美	経営管理本部経理部長 兼 総務部長	経営管理本部経理部長
大河内 勝秀	経営管理本部経営企画部長 兼 創薬支援事業本部部長 兼 内部監査部長	経営管理本部経営企画部長 兼 内部監査部長 兼 総務部部長
桐井 康行	研究開発本部副本部長 兼 創薬支援事業本部製造部長	研究開発部長 兼 製造部長
井上 喜雅	創薬支援事業本部受託試験部長 兼 情報システム部長	受託試験部長 兼 情報システム部長

以上