

平成 22 年 3 月 26 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)

組織変更および人事異動に関するお知らせ

平成 22 年 3 月 26 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 22 年 4 月 1 日付けで、下記のとおり組織変更を行います。

①組織変更の目的と内容

創薬研究に係る意思決定の迅速化を目的として、創薬研究に特化し、かつ創薬事業の権限と責任を担う「創薬研究部」を、代表取締役社長直轄の部門として新設します。

②組織変更の具体的内容

上記のとおり、代表取締役社長直轄の「創薬研究部」を新設し、これに伴い、従前、創薬研究を担当していた「研究技術本部」に属する「化学研究部」を廃止します。その結果、「研究技術本部」は「研究開発部」と「生産技術部」の 2 つの部から構成されることとなります。

2. 人事異動について

上記の組織変更に伴い、平成 22 年 4 月 1 日付けで、下記のとおり人事異動を行います。

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
澤 匡明	創薬研究部長	化学研究部長

以 上