

平成28年 2月18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)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成28年2月18日開催の取締役会において、平成28年3月24日開催の第13回定時株主総会に、下記の通り取締役選任議案を付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|----------------------|---|
| よしの こういちろう 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 |
| あいかわ のりお 相川 法男 | 取締役 創薬支援事業本部長兼営業部長 兼 知的財産・法務部長 |
| さわ まさあき 澤 匡明 | 取締役 研究開発本部長 |
| ※ やまもと えみ 山本 詠美 | 経営管理本部副本部長兼経理部長 |
| たかやなぎ てるお 高柳 輝夫 | 社外取締役 |

(注1) ※は新任取締役候補者であります。

(注2) 高柳輝夫氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------|--|
| 山本 詠美 (昭和45年 6月11日) | 平成7年11月 CSKベンチャーキャピタル株式会社入社 平成16年 1月 当社入社 平成16年 3月 公認会計士登録 平成21年 6月 当社経営管理本部経理部長 平成27年 3月 当社経営管理本部経理部長兼総務部長 平成27年 9月 当社経営管理本部副本部長兼経理部長 (現任) |

以 上