



文書番号：DJK0001

## JIS Q 1000 に基づく自己適合宣言書

〔発行者の名称〕 株式会社同仁化学研究所  
〔発行者の住所〕 熊本県上益城郡益城町田原 2025-5  
熊本テクノ・リサーチパーク  
〔宣言の対象〕 試薬 JIS 規格適合品

この宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合している。

試薬 JIS 規格適合品			該当 JIS 規格		
コード	品名	容量	JIS 番号	規格名称	発効年月日
JS01	N,N-ジエチルジチオカルバミド酸銀	1g	JIS K 9512	N,N-ジエチルジチオカルバミド酸銀(試薬)	1992年8月1日
JS01	N,N-ジエチルジチオカルバミド酸銀	5g	JIS K 9512	N,N-ジエチルジチオカルバミド酸銀(試薬)	1992年8月1日

〔追加情報〕 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。  
支援文書として「試験成績書」「試験規格書」を用意しております。

〔問合せ先〕 株式会社同仁化学研究所 品質保証部  
Tel : 096-286-1515 Fax:096-286-1525  
フリーダイヤル : 0120-489-548  
E-mail : info@dojindo.co.jp

〔代表者又は代理者の署名〕

佐々本 一美

発行日 2011年10月1日  
発行場所 株式会社同仁化学研究所  
役職名・氏名 常務取締役 佐々本 一美

\*\*この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書である。\*\*